

Tecan meldet für 2020 hohes Umsatz- und Gewinnwachstum aufgrund der aussergewöhnlichen Nachfrage nach Covid-19-relevanten Produkten

Finanzresultate für das Geschäftsjahr 2020 – Highlights

- **Substanzieller Anstieg der Aufträge: Auftragseingang erhöhte sich auf CHF 855.2 Mio. (2019: CHF 638.6 Mio.)**
 - Jahreswachstum von 38.5% in Lokalwährungen bzw. 33.9% in Schweizer Franken
 - Weitere Beschleunigung des Wachstumstrends in der zweiten Jahreshälfte
- **Umsatz von CHF 730.9 Mio. (2019: CHF 636.8 Mio.)**
 - Jahreswachstum von 18.7% in Lokalwährungen und 14.8% in Schweizer Franken
 - Zweistelliges Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2020 in beiden Geschäftssegmenten
 - Umsatzwachstum in zweiter Jahreshälfte von 27.8% in Lokalwährungen bzw. 23.5% in Schweizer Franken
- **Ausgewiesenes Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 159.1 Mio. (2019: CHF 122.8 Mio.)**
 - Erhöhung der ausgewiesenen EBITDA-Marge auf 21.8% (2019: 19.3%)
- **Ausgewiesener Jahresgewinn von CHF 103.7 Mio. (2019: CHF 73.2 Mio.)**
 - Reingewinnmarge von 14.2% (2019: 11.5%)
 - Erhöhung des ausgewiesenen Gewinns pro Aktie um 40.6% auf CHF 8.69 (2019: CHF 6.18)

Operative Leistungen 2020 und weitere wichtige Informationen

- **Gesundheitsschutz der Tecan-Mitarbeitenden auch während der Covid-19-Pandemie gewährleistet**
- **Sicherung der globalen Produktion und des Geschäftsbetriebs zur reibungslosen Unterstützung der Kunden**
- **Reaktion auf beispiellose Verlagerung und Erhöhung der Nachfrage nach bestimmten Produktlinien durch Sicherstellung der Materialversorgung und Ausweitung der Produktion**
- **Einsatz der Automatisierungstechnologie von Tecan zur globalen Ausweitung der Covid-19-Testkapazitäten bei bestehenden und neuen Partnern**
- **Markteinführung von DreamPrep™ NAP zur Vereinfachung der Nukleinsäure-Extraktion**
- **Bedeutende Fortschritte bei Entwicklungsprojekten in beiden Geschäftssegmenten zur Vorbereitung wichtiger Produkteinführungen in den Jahren 2021 und 2022**
- **Vorgeschlagene Dividendenerhöhung von CHF 2.20 auf CHF 2.30 je Aktie**

Ausblick 2021

- **Prognostiziertes Wachstum des Jahresumsatzes in Lokalwährungen im mittleren einstelligen bis mittleren Zehner-Prozentbereich**
 - **Starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr aufgrund des hohen Auftragsbestands und der anhaltend hohen Nachfrage erwartet; Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit grösserer Unsicherheit behaftet**
- **Ausgewiesene EBITDA-Marge für das Gesamtjahr wird mindestens auf dem Niveau von 2020 erwartet, trotz des aktuell ungünstigeren Währungsumfelds und fehlender Sondereffekte**

Männedorf, Schweiz, 16. März 2021 – Aufgrund der hohen Nachfrage nach Covid-19-relevanten Produkten verzeichnete die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) in einem aussergewöhnlichen und anspruchsvollen Jahr 2020 ein deutliches Wachstum von Umsatz und Gewinn.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Ich bin sehr stolz darauf, dass Tecan einen so wesentlichen Anteil an der globalen Reaktion auf Covid-19 hatte. Möglich war das nur, weil unsere Mitarbeitenden sich der Herausforderung der Pandemie gestellt und unsere Kunden kompetent, reaktionsschnell und mit enormem Engagement unterstützt haben.

Die Automatisierung von komplexen Abläufen im Labor bildet das Kerngeschäft von Tecan. Als das Virus sich auf der ganzen Welt auszubreiten begann, waren wir gut vorbereitet, um unsere Ressourcen schnell auf die Bekämpfung von Covid-19 zu fokussieren und unsere Kunden bei der Erforschung und Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen sowie in noch grösserem Umfang bei der Kapazitätserweiterung für Diagnostiktests zu unterstützen. Für die Zukunft bieten sich grosse Chancen, um auf den Erkenntnissen aus der globalen Reaktion auf Covid-19 aufzubauen und diese auch mit Fokus auf Krebs, Stoffwechselerkrankungen und andere Infektionskrankheiten anzuwenden. Mit unserem umfassenden Portfolio an bestehenden Produkten und neuen wichtigen Markteinführungen, die wir in den Jahren 2021 und 2022 erwarten, sind wir zuversichtlich und freuen uns darauf, weiterhin Innovationen voranzutreiben, die der Gesundheitsversorgung und dem Leben der Menschen zugutekommen.»

Finanzresultate 2020 und zweite Jahreshälfte

Im Berichtsjahr verzeichnete Tecan deutlich steigende Auftragszahlen bei Produktlinien, die den weltweiten Kampf gegen die Covid-19-Pandemie unterstützen. Der Auftragseingang erhöhte sich um 33.9% auf CHF 855.2 Mio. (2019: CHF 638.6 Mio.) bzw. um 38.5% in Lokalwährungen. Nachdem er in der ersten Jahreshälfte bereits um 24.3% in Lokalwährungen zugelegt hatte, folgte im zweiten Halbjahr ein noch stärkerer Anstieg um 51.8% in Lokalwährungen. Der Auftragsbestand wuchs im Gesamtjahr sogar noch deutlich schneller als der Auftragseingang und erreichte per 31. Dezember 2020 ein Rekordhoch.

Im Geschäftsjahr 2020 steigerte Tecan den Umsatz um 14.8% auf CHF 730.9 Mio. (2019: CHF 636.8 Mio.), was einem Anstieg von 18.7% in Lokalwährungen entspricht. In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich der Wachstumstrend hier ebenfalls. Die Umsätze erhöhten sich um 23.5% in Schweizer Franken und um 27.8% in Lokalwährungen. Aufgrund des Testbedarfs bei Covid-19 stieg die Nachfrage nach Pipettenspitzen erheblich. Infolgedessen wuchsen auch die gesamten wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien im Gesamtjahr 2020 um 26.2% in Lokalwährungen und um 21.3% in Schweizer Franken. Ihr Anteil am Gesamtumsatz betrug 43.6% (2019: 41.3%).

Das ausgewiesene Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) stieg im Geschäftsjahr 2020 in Schweizer Franken um 29.6% auf CHF 159.1 Mio. (2019: CHF 122.8 Mio.). Für den Anstieg des ausgewiesenen EBITDA waren hauptsächlich Skaleneffekte infolge signifikant höherer Volumina verantwortlich. Neben allgemeinen Mengenvorteilen wirkte sich die besonders günstige Kostenbasis positiv auf das ausgewiesene EBITDA aus, weil sie noch nicht vollständig an die nachhaltige Unterstützung des Geschäfts angepasst war. Zusätzlich verbesserte sich die Ergebnisentwicklung durch einen einmaligen positiven Effekt aus der Anpassung des Schweizer Vorsorgeplans und die Aktivierung höherer Entwicklungskosten aus Projekten, die vor der Markteinführung standen. Andererseits wirkten sich die Wechselkursschwankungen der wichtigsten Währungen gegenüber dem Schweizer Franken negativ auf das ausgewiesene EBITDA aus, von der Höhe her vergleichbar mit den einmaligen positiven Effekten.

Demgemäss erhöhte sich die ausgewiesene EBITDA-Marge um 250 Basispunkte auf 21.8% des Umsatzes (2019: 19.3%). Bei Zugrundelegung konstanter Wechselkurse im Vergleich zum Jahr 2019 hätte die ausgewiesene EBITDA-Marge 22.5% des Umsatzes betragen.

Der für das Jahr 2020 ausgewiesene Gewinn stieg um 41.7% auf CHF 103.7 Mio. (2019: CHF 73.2 Mio.). Dank des besseren Finanzergebnisses erhöhte sich der Reingewinn stärker als das Betriebsergebnis (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT). Die Reingewinnmarge belief sich auf 14.2% des Umsatzes (2019: 11.5%). Der Gewinn pro Aktie stieg deutlich auf CHF 8.69 (2019: CHF 6.18).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit hat sich auf CHF 208.3 Mio. mehr als verdoppelt (2019: CHF 98.8 Mio.). Ausschlaggebend dafür war der stärkere Fokus auf die Bereiche Zahlungseingänge und Zahlungsmitteldisposition. Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit entsprach 28.5% des Umsatzes (2019: 15.5%).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Im Berichtsjahr wuchs der Umsatz des Geschäftssegments Life Sciences Business deutlich um 13.2% auf CHF 408.8 Mio. (2019: CHF 361.2 Mio.). In Lokalwährungen entspricht dies einem Wachstum von 18.7%. Das Geschäftssegment verzeichnete eine starke Nachfrage nach Produkten, die zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eingesetzt werden, vor allem nach Liquid-Handling-Instrumenten und Automations-Workstations sowie den dazugehörigen Einwegpipettenspitzen.

Trotz des starken Umsatzzuwachses waren Teile des Geschäftssegments Life Sciences Business auch mit erheblich negativen Auswirkungen konfrontiert, da Kunden ihre Labors schlossen oder Zugangsbeschränkungen einführten, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Zu den betroffenen Produktgruppen gehörten Detektionsinstrumente, Forschungsreagenzien für das Next-Generation Sequencing (NGS) sowie Verbrauchsmaterialien zur Probenvorbereitung für die Massenspektrometrie.

In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich das Umsatzwachstum weiter. In Lokalwährungen erhöhten sich die Umsätze um 26.2%.

Der Auftragseingang im Geschäftssegment Life Sciences Business wuchs deutlich stärker als die im Geschäftsjahr 2020 erfassten Erlöse und der Auftragsbestand stieg mit einer hohen zweistelligen Rate.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) steigerte sich auf CHF 78.2 Mio. (2019: CHF 56.7 Mio.). Die Betriebsrendite erhöhte sich auf 17.4% des Umsatzes (2019: 15.1%). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem Umsatzwachstum und dem hohen Deckungsbeitrag des Geschäfts mit Verbrauchsmaterialien.

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF 322.1 Mio. (2019: CHF 275.7 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 18.8% in Lokalwährungen und von 16.8% in Schweizer Franken.

Ähnliche Trends wie im Geschäftssegment Life Sciences Business wurden auch im Geschäftssegment Partnering Business beobachtet, wobei Automationsplattformen, OEM-Komponenten und Einwegpipettenspitzen zur Unterstützung von Covid-19-Tests stark nachgefragt wurden. Hingegen sanken die Umsätze mit Kunden, die in anderen Bereichen der In-vitro-Diagnostik tätig sind. Der Segmentumsatz stieg im zweiten Halbjahr um 30.0 % in Lokalwährungen und um 27.9 % in Schweizer Franken.

Im Geschäftssegment Partnering Business nahm der Auftragseingang ebenfalls deutlich stärker zu als der Umsatz.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg auf CHF 59.1 Mio. (2019: CHF 46.2 Mio.), wobei die Betriebsrendite 18.3% des Umsatzes betrug (2019: 16.7%).

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa stieg der Umsatz von Tecan im Gesamtjahr um 9.6% in Lokalwährungen und um 7.6% in Schweizer Franken. Die Umsatzsteigerung wurde durch das Geschäftssegment Life Sciences Business angetrieben, dies aufgrund von Instrumenteninstallationen zur Unterstützung PCR-basierter Tests im Rahmen der europäischen Bemühungen, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen. Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business ging in Europa dagegen zurück. Mehrere Kunden verzeichneten einen Nachfragerückgang, da die Anzahl der Arztbesuche rückläufig war und dadurch weniger diagnostische Routinetests durchgeführt wurden; zudem war der Zugang zu Labors eingeschränkt. In der zweiten Jahreshälfte beschleunigte sich das Umsatzwachstum in Lokalwährungen um 12.9%.

In Nordamerika stieg der Umsatz 2020 um 24.9% in Lokalwährungen und um 19.5% in Schweizer Franken, wobei beide Geschäftssegmente zweistellige Zuwächse in Lokalwährungen erzielten. Wegen der deutlich höheren Nachfrage nach Covid-19-relevanten Produkten erhöhte sich der Umsatz im zweiten Halbjahr sogar um 43.3% in Lokalwährungen.

In Asien erzielte Tecan ein markantes Umsatzplus von 22.7% in Lokalwährungen und von 17.5% in Schweizer Franken. Diese Dynamik wurde von zweistelligen Wachstumsraten in beiden Geschäftssegmenten angetrieben. In China fiel das Wachstum noch höher aus als in Asien insgesamt. Damit stieg das Gesamtvolumen des China-Geschäfts auf mehr als CHF 80 Mio. In der zweiten Jahreshälfte erhöhte sich der Umsatz in Asien um 20.8% in Lokalwährungen und um 16.8% in Schweizer Franken.

Operative Leistungen im Geschäftsjahr 2020

Im Geschäftsjahr 2020 konzentrierten sich die Prioritäten von Tecan darauf, den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden zu gewährleisten, Unterbrechungen in der Lieferkette und im Frachtverkehr zu vermeiden und die Betriebskontinuität sicherzustellen, um den Kunden auch in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen zu können. Durch die Umsetzung dieser Massnahmen konnten alle Produktionsstätten von Tecan ihren Betrieb uneingeschränkt fortführen und waren stets in der Lage, ihre Kunden zu unterstützen.

Angesichts der deutlichen Ausweitung der klinischen Covid-19-Tests und der hohen Kundennachfrage im Zusammenhang mit der weltweiten Pandemie hat Tecan eine Reihe von Massnahmen getroffen, um die Materialversorgung sicherzustellen und die Kapazitäten sowie die Lieferfähigkeit für bestimmte Produktlinien, einschliesslich bestimmter Instrumentenplattformen und

der Einwegpipettenspitzen, zu erhöhen. Im Oktober 2020 gab Tecan bekannt, dass das US-Verteidigungsministerium und das US-Gesundheitsministerium einen Auftrag in Höhe von USD 32.9 Mio. (CHF 29.8 Mio.) vergeben haben, um den Aufbau einer US-Produktionsstätte für Pipettenspitzen für Covid-19-Tests zu unterstützen. Diese Zahlungen hatten keinen Einfluss auf die Erfolgsrechnung. Das neue Werk beginnt voraussichtlich im Herbst 2021 mit der Herstellung von Pipettenspitzen. Der Aufbau der US-amerikanischen Fertigung ergänzt damit die Massnahmen, die Tecan bereits durchgeführt hat, um die globale Produktionskapazität an anderen Standorten zu erhöhen.

Während des gesamten Berichtsjahrs unterstützte Tecan die Kunden in der Forschung und Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen sowie bei der Kapazitätserweiterung für Covid-19-Diagnostetests. Individuelle Labore und grosse Laborketten, neu errichtete Testzentren mit hoher Kapazität sowie Diagnostikunternehmen aus aller Welt nutzten die Instrumente und Verbrauchsmaterialien von Tecan, um das Testen zu automatisieren und auszuweiten.

Im August 2020 kündigte Tecan eine neue Kooperation mit Thermo Fisher Scientific an. Damit soll der steigenden globalen Nachfrage mit einem noch höheren Durchsatz von PCR-basierten Covid-19-Tests entsprochen werden. Die Thermo Fisher Scientific Amplitude Solution ist ein molekulardiagnostisches Testsystem, mit dem sich bis zu 8'000 Proben an einem einzigen Tag analysieren lassen. Das System umfasst Instrumente aus der Fluent Laboratory Workstation-Familie von Tecan sowie die Software Introspect, eine Softwarelösung, um die Nutzung von Instrumenten und den Einsatz von Verbrauchsmaterialien zu analysieren.

Um die umfassende Genomikstrategie von Tecan weiter voranzutreiben, wurde Anfang 2020 DreamPrep™ NAP auf dem Markt eingeführt, eine integrierte, vollständig automatisierte Lösung zur Vereinfachung der Workflows bei der Nukleinsäure-Extraktion für zahlreiche Genomikanwendungen. Sie verbindet die hohe Produktivität und Präzision der Fluent-Automationsplattform mit einem Tecan-Reader zur integrierten Quantifizierung und Normalisierung. Dank DreamPrep NAP konnten Labore schnell und effektiv ihr Volumen für Covid-19-Tests steigern.

Gleichzeitig investierte Tecan weiter in die Forschung und Entwicklung, um das beschleunigte Wachstum des Unternehmens langfristig zu sichern. Tecan nutzte zudem neue digitale Tools, wie beispielsweise modernste 3D-Simulationen, um Entwicklungsprojekte trotz der Zugangsbeschränkungen an eigenen Standorten oder bei Kunden wie geplant voranzutreiben. Mehrere Projekte stehen nun vor der Markteinführung, sodass in beiden Geschäftssegmenten in den Jahren 2021 und 2022 mit wichtigen neuen Produkten zu rechnen ist. Im Geschäftssegment Life Sciences Business liegt der Schwerpunkt der neuen Produkte auf anwendungsspezifischen Anforderungen für Forschungs- und klinische Labors. Im Geschäftssegment Partnering Business beziehen sich die Projekte auf zentrale Anwendungsbereiche von Tecan, etwa die

Molekulardiagnostik und die Proteinanalyse. Dabei reicht das jährliche Umsatzpotenzial der einzelnen Projekte von einem einstelligen Millionen-Franken-Betrag bis in den deutlich zweistelligen Bereich.

Solide Bilanz – hohe Eigenkapitalquote

Zum 31. Dezember 2020 belief sich die Eigenkapitalquote von Tecan auf 66.2% (31. Dezember 2019: 70.1%). Die Nettoliquidität (flüssige Mittel plus kurzfristiger Termingelder abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erreichte CHF 467.7 Mio. (30. Juni 2020: CHF 354.0 Mio.; 31. Dezember 2019: CHF 312.4 Mio.).

Auf Basis des erneut gesteigerten Periodengewinns im Jahr 2020 sowie der nachhaltig positiven Geschäftsaussichten wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende von CHF 2.20 auf CHF 2.30 je Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.15, wird als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer.

Veränderung im Verwaltungsrat

Lars Holmqvist, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2015, wird sich an der Generalversammlung am 17. April 2021 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat dankt Lars Holmqvist für seinen langjährigen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens. Bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2022 wird der Verwaltungsrat nur noch aus sechs Mitgliedern bestehen.

Ausblick 2021

Aufgrund des hohen Auftragsbestands und der anhaltend hohen Nachfrage nach Instrumenten und Verbrauchsmaterialien erwartet Tecan für die erste Jahreshälfte 2021 eine sehr gute Geschäftsentwicklung. Die Nachfragetrends für Covid-19-bezogene Produkte sind in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 mit grösserer Unsicherheit behaftet. Daher kann auch ein Umsatzrückgang in der zweiten Jahreshälfte 2021 im Vergleich zur sehr hohen Basis der Vorjahresperiode nicht ausgeschlossen werden. Andererseits erwartet Tecan insbesondere für das zweite Halbjahr eine gewisse Erholung und ein positiveres Marktumfeld in Bereichen, die von der Pandemie negativ betroffen waren, wie der Life-Science-Forschung, dem Pharmasektor und den diagnostischen Tests in anderen Bereichen als Covid-19.

Deshalb geht Tecan für das Geschäftsjahr 2021 von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis mittleren Zehner-Prozentbereich in Lokalwährungen aus.

Diese Prognosen beruhen auf der Annahme, dass es zu keinen Lieferkettenunterbrechungen kommt und dass alle Produktionsstätten ihren Betrieb vollumfänglich fortführen können.

Trotz eines stärker negativ geprägten Währungsumfelds und fehlender Sondereffekte aus dem Vorjahr rechnet Tecan damit, dass die ausgewiesene EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2021 mindestens das Vorjahresniveau von 21.8% des Umsatzes erreichen wird.

Die Erwartungen zur Rentabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2021, wonach ein Euro CHF 1.08 entspricht (tatsächlicher Durchschnittskurs 2020: 1.07) und ein US-Dollar CHF 0.90 (tatsächlicher Durchschnittskurs 2020: 0.94).

Mögliche Akquisitionen im Jahresverlauf schliesst dieser Ausblick für 2021 nicht mit ein.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Jahresbericht 2020 kann auf der Website des Unternehmens unter www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 werden heute um 9.00 Uhr (MEZ) in einer Medien- und Finanzanalystenkonferenz kommentiert. Interessierte können die Präsentation auch mittels Audio-Webcast live auf www.tecan.com mitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0)207 059 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Nächste Termine

- Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 13. April 2021 statt.
- Der Bericht zum ersten Halbjahr 2021 wird am 18. August 2021 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Weitere Auskünfte:**Tecan Group**

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.comwww.tecan.com**– Finanztabellen auf den nachfolgenden Seiten –**

Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung
Konsolidierter Jahresrechnung 2020
 (Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung

	2019	2020	Δ in %
Januar bis Dezember, CHF 1'000			
Umsatz	636'819	730'879	14.8%
Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(339'552)	(375'963)	10.7%
Bruttogewinn	297'267	354'916	19.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	46.7%	48.6%	
Verkauf und Marketing	(92'888)	(105'944)	14.1%
Forschung und Entwicklung	(59'857)	(62'043)	3.7%
Administration und Verwaltung	(56'649)	(65'981)	16.5%
Sonstiger betrieblicher Ertrag	1'327	1'585	19.4%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	(501)	(1'143)	128.1%
Betriebsergebnis	88'699	121'390	36.9%
<i>In % des Umsatzes</i>	13.9%	16.6%	
Finanzergebnis	(5'959)	(3'163)	-46.9%
Gewinn vor Steuern	82'740	118'227	42.9%
Ertragssteuern	(9'571)	(14'542)	51.9%
Periodengewinn	73'169	103'685	41.7%
<i>In % des Umsatzes</i>	11.5%	14.2%	

EBITDA	122'761	159'106	29.6%
<i>In % des Umsatzes</i>	19.3%	21.8%	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	6.18	8.69	40.6%
Verwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	6.13	8.62	40.6%

Auftragseingang

	2019	2020	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Januar bis Dezember, CHF 1'000				
Auftragseingang	638'630	855'234	33.9%	38.5%

Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten

Umsatz Dritte

	2019	2020	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Januar bis Dezember, CHF 1'000				
Life Sciences Business	361'159	408'792	13.2%	18.7%
Partnering Business	275'660	322'087	16.8%	18.8%
Total Umsatz	636'819	730'879	14.8%	18.7%

Segmentinformation

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business		Partnering Business		Corporate / Konsolidierung		Total	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Umsatz Dritte	361'159	408'792	275'660	322'087	-	-	636'819	730'879
Umsatz Intersegment	13'176	40'534	1'367	1'599	(14'543)	(42'133)	-	-
Total Umsatz	374'335	449'326	277'027	323'686	(14'543)	(42'133)	636'819	730'879
Betriebsergebnis	56'690	78'203	46'179	59'102	(14'170)	(15'915)	88'699	121'390
<i>In % des Umsatzes</i>	15.1%	17.4%	16.7%	18.3%			13.9%	16.6%

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden)

Januar bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business		Partnering Business		Total		Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
Europa	118'655	147'962	134'726	124'588	253'381	272'550	7.6%	9.6%
Nordamerika	166'585	175'160	102'587	146'472	269'172	321'632	19.5%	24.9%
Asien	67'577	72'416	35'976	49'307	103'553	121'723	17.5%	22.7%
Übrige	8'342	13'254	2'371	1'720	10'713	14'974	39.8%	44.3%
Total Umsatz	361'159	408'792	275'660	322'087	636'819	730'879	14.8%	18.7%

Konsolidierte Bilanz

	31.12.2019	30.06.2020	Δ in %
CHF 1'000			
Aktiven			
Umlaufvermögen	615'499	777'986	26.4%
Anlagevermögen	324'274	330'641	2.0%
Aktiven	939'773	1'108'627	18.0%
Passiven			
Kurzfristige Verbindlichkeiten	157'286	225'018	43.1%
Langfristige Verbindlichkeiten	123'420	149'958	21.5%
<i>Total Verbindlichkeiten</i>	<i>280'706</i>	<i>374'976</i>	<i>33.6%</i>
Eigenkapital	659'067	733'651	11.3%
Passiven	939'773	1'108'627	18.0%

Konsolidierte Geldflussrechnung

	2019	2020	Δ in %
Januar bis Dezember, CHF 1'000			
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit	98'804	208'335	110.9%
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit ¹	(99'056)	(288'741)	191.5%
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(29'395)	(36'274)	23.4%
Umrechnungsdifferenzen	(915)	(1'154)	26.1%
Abnahme flüssiger und geldnaher Mittel	(30'562)	(117'834)	285.6%
Flüssige und geldnahe Mittel für die Zwecke der Geldflussrechnung:			
Am 1. Januar	296'836	266'274	-10.3%
Am 31. Dezember	266'274	148'440	-44.3%

¹Der Geldabfluss aus Investitionstätigkeit beinhaltet Anlagen in Termingeldern (2019: CHF 50 Mio. und 2020: CHF 270 Mio.)

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

	2019	2020	Δ in %
Januar bis Dezember, CHF 1'000			
Eigenkapital am 1. Januar	612'409	659'067	7.6%
Periodengewinn	73'169	103'685	41.7%
Sonstige Ergebnisse (Verlust) der Periode	(19'344)	(24'649)	n.a.
Dividendenausschüttung	(24'835)	(26'242)	5.7%
Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen	4'583	4'574	-0.2%
Anteilsbasierte Vergütungen	13'085	17'216	31.6%
Eigenkapital am 31. Dezember	659'067	733'651	11.3%

Tecan Gruppe – Finanzielle Berichterstattung
Konsolidierter Abschluss zweites Halbjahr 2020
 (Kennzahlen, ungeprüft)

Konsolidierte Erfolgsrechnung zweites Halbjahr

	H2 2019	H2 2020	Δ in %
Juli bis Dezember, CHF 1'000			
Umsatz	340'699	420'875	23.5%
Herstellkosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen	(184'407)	(212'063)	15.0%
Bruttogewinn	156'292	208'812	33.6%
<i>In % des Umsatzes</i>	45.9%	49.6%	
Verkauf und Marketing	(45'997)	(57'351)	24.7%
Forschung und Entwicklung	(30'307)	(36'721)	21.2%
Administration und Verwaltung	(25'105)	(36'421)	45.1%
Sonstiger Betriebsertrag	1'057	1'338	26.6%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	(226)	(891)	294.2%
Betriebsergebnis	55'714	78'766	41.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	16.4%	18.7%	
Finanzergebnis	(3'077)	(1'873)	-39.1%
Gewinn vor Steuern	52'637	76'893	46.1%
Ertragssteuern	(4'806)	(9'246)	92.4%
Periodengewinn	47'831	67'647	41.4%
<i>In % des Umsatzes</i>	14.0%	16.1%	

EBITDA	73'462	98'940	34.7%
<i>In % des Umsatzes</i>	21.6%	23.5%	

Unverwässerter Gewinn pro Aktie (CHF/Aktie)	4.04	5.67	40.3%
--	-------------	-------------	--------------

Auftragseingang zweites Halbjahr

	H2 2019	H2 2020	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Juli bis Dezember, CHF 1'000				
Auftragseingang	327'989	481'186	46.7%	51.8%

Segmentinformationen nach Geschäftssegmenten zweites Halbjahr

Umsatz Dritte

	H2 2019	H2 2020	Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
Juli bis Dezember, CHF 1'000				
Life Sciences Business	198'788	239'431	20.4%	26.2%
Partnering Business	141'911	181'444	27.9%	30.0%
Total Umsatz	340'699	420'875	23.5%	27.8%

Segmentinformation

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business		Partnering Business		Corporate / Consolidation		Total	
	H2 2019	H2 2020	H2 2019	H2 2020	H2 2019	H2 2020	H2 2019	H2 2020
Umsatz Dritte	198'788	239'431	141'911	181'444	-	-	340'699	420'875
Umsatz Intersegment	6'205	31'155	649	854	(6'854)	(32'009)	-	-
Total Umsatz	204'993	270'586	142'560	182'298	(6'854)	(32'009)	340'699	420'875
Betriebsergebnis	37'730	55'737	21'143	32'786	(3'159)	(9'757)	55'714	78'766
<i>In % des Umsatzes</i>	18.4%	20.6%	14.8%	18.0%			16.4%	18.7%

Umsatz nach Regionen (nach Standort der Kunden) zweites Halbjahr

Juli bis Dezember, CHF 1'000	Life Sciences Business		Partnering Business		Total		Δ in % (CHF)	Δ in % (LW)
	H2 2019	H2 2020	H2 2019	H2 2020	H2 2019	H2 2020		
Europa	67'261	86'223	64'552	60'745	131'813	146'968	11.5%	12.9%
Nordamerika	88'266	102'735	57'207	95'035	145'473	197'770	35.9%	43.3%
Asien	38'243	41'402	18'879	25'326	57'122	66'728	16.8%	20.8%
Übrige	5'018	9'071	1'273	338	6'291	9'409	49.6%	53.3%
Total Umsatz	198'788	239'431	141'911	181'444	340'699	420'875	23.5%	27.8%