

Tecan-CEO David Martyr formt neues Führungsteam

Männedorf, Schweiz, 30. Januar 2013 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekanntgegeben, dass es bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie auch zu Veränderungen im Führungsteam kommen wird. Dr. David Martyr, seit Oktober 2012 neuer CEO des Unternehmens, nutzt die Gelegenheit das Führungsteam neu aufzustellen und gezielt zu verstärken.

David Martyr, CEO der Tecan Group: „Tecan verfügt über einen fantastischen Markennamen in unserer Branche und eine ausgezeichnete Basis für zukünftiges beschleunigtes Wachstum. Mit dem erwarteten Beginn der kommerziellen Instrumentenlieferungen von zwei bedeutenden OEM-Programmen an unsere Partner noch in diesem Jahr, verfügen wir bereits in der nahen Zukunft über signifikante Wachstumstreiber. Für die mittel- und langfristige Entwicklung des Unternehmens ist das richtige Führungsteam mit umfassenden branchenspezifischen Erfahrungen und Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung. Durch einen Erneuerungsprozess des Managements auf verschiedenen Positionen möchte ich das Führungsteam gezielt verstärken.“

Im Rahmen des Erneuerungsprozesses wird auch Dr. Bernhard Grob, seit Januar 2011 Leiter der Division Partnering Business und Mitglied der Konzernleitung, das Unternehmen verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger wird eingeleitet.

Verwaltungsrat und CEO von Tecan danken Bernhard Grob für sein grosses Engagement und die wichtigen Verdienste bei der Weiterentwicklung des Partnering Business und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Die Position des Leiters der Division Life Sciences war bereits bei Amtsantritt von David Martyr vakant. Die Suche nach einem Nachfolger befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium und mit einer Besetzung der Position wird in naher Zukunft gerechnet.

Mit der zunehmenden Bedeutung von industriellen und akademischen Partnerschaften, Lizenzierungen und möglichen Unternehmensübernahmen soll auch die Abteilung Corporate Development verstärkt werden. Eine Suche nach einem Leiter Corporate Development ist ebenfalls im Gange.

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



2

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. Im Jahr 2011 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 377 Mio. (USD 424 Mio.; EUR 306 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com