

## Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen

**Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2023** - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen diese Woche an folgenden Konferenzen teilnehmen und präsentieren wird:

### **41st Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, San Francisco**

Datum: 11. Januar 2023

Präsentation: 17:15 Uhr Ortszeit (2:15 Uhr MEZ)

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Webcast live unter der Rubrik "Investor Overview" auf [www.tecan.com](http://www.tecan.com)

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation für einen Zeitraum von 30 Tagen abrufbar.

### **Baader Helvea Swiss Equities Conference, Bad Ragaz**

Datum: 12. Januar 2023

Präsentation: 12:00 Uhr MEZ

Präsentator: Tania Micki, CFO, Tecan

Kein Webcast

### **Octavian Seminar 2023, Flims**

Datum: 13. Januar 2023

Teilnehmer: Tania Micki, CFO, Tecan & Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. & IR, Tecan

Kein Webcast

### **Über Tecan**

Tecan ([www.tecan.com](http://www.tecan.com)) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren – von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2021 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 947 Mio. (USD 1'041 Mio.; EUR 877 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Tecan Group Ltd., Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, Switzerland  
T +41 44 922 88 88, F +41 44 922 88 89, [info@tecan.com](mailto:info@tecan.com), [www.tecan.com](http://www.tecan.com)



2

**Für weitere Informationen:**

**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.com](mailto:investor@tecan.com)

[www.tecan.com](http://www.tecan.com)