

Tecan nimmt an anstehenden Investorenkonferenzen teil

Männedorf, Schweiz, 5. Mai 2022 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den folgenden Wochen an den untenstehenden Konferenzen für institutionelle Anleger teilnehmen wird:

Berenberg Diagnostics Day 2022, London, Vereinigtes Königreich

Datum: 10. Mai 2022, Panel-Diskussion 12:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr MESZ)

Panel-Teilnehmer: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Ohne Webcast

Zusätzlich werden Investoren-Meetings durchgeführt

UBS Pan European Small and Mid-Cap Conference, London, Vereinigtes Königreich

Datum: 11. Mai 2022

Teilnehmer: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan & Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. & IR

Nur Investoren-Meetings

UBS Global Healthcare Conference, New York, USA

Datum: 23. Mai 2022, 08:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr MESZ)

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Webcast live unter der Rubrik "Investor Overview" auf www.tecan.com

Eine Aufzeichnung wird nach der Präsentation für einen Zeitraum von 90 Tagen abrufbar sein.

Zusätzlich werden Investoren-Meetings durchgeführt

Berenberg Conference USA 2022, Tarrytown, USA

Datum: 24. - 25. Mai 2022

Präsentation: 24. Mai 2022, 09:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr MESZ)

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Ohne Webcast

Zusätzlich werden Investoren-Meetings durchgeführt

Stifel Swiss Equities Conference, Interlaken, Schweiz

Datum: 31. Mai – 1. Juni 2022

Präsentation: 31. Mai 2022, 16:00 Uhr Ortszeit

Präsentatorin: Tania Micki, CFO, Tecan

Ohne Webcast

Zusätzlich werden Investoren-Meetings durchgeführt

Tecan Group Ltd., Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, Switzerland
T +41 44 922 88 88, F +41 44 922 88 89, info@tecan.com, www.tecan.com



2

Über Tecan

Tecan (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 Medizintechnik, 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).

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
www.tecan.com