

Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen

Männedorf, Schweiz, 17. November 2020 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den folgenden Wochen an folgenden ausschliesslich virtuell ausgerichteten Konferenzen präsentieren wird:

Jefferies London Healthcare Conference, London, UK

Datum: 18. November 2020, 11:45 Uhr Ortszeit (12:45 Uhr MEZ)

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

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

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation für einen Zeitraum von 90 Tagen abrufbar.

CS Swiss EQ Mid Cap Konferenz, Zürich, Schweiz

Datum: 20. November 2020, 08:30 Uhr MEZ

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Kein Webcast

Kepler Cheuvreux Digital Diagnostics Day, Schweiz

Datum: 24. November 2020, 11:15 Uhr MEZ

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Kein Webcast

Berenberg European Conference 2020, Pennyhill Park, UK

Datum: 2. und 3. Dezember 2020

Präsentation: 3. Dezember 2020, 13:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr MEZ)

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Kein Webcast

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 LifeScience-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



2

Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2019 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 637 Mio. (USD 643 Mio.; EUR 574 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