

Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen in den USA

Männedorf, Schweiz, 15. Mai 2019 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Mai an folgenden Konferenzen präsentieren wird:

UBS Global Healthcare Conference, New York, USA

Datum: 21. Mai 2019, 08:00 Uhr Ortszeit (14:00 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.

Berenberg Conference USA 2019, Tarrytown, USA

Datum: 22. - 23. Mai 2019

Präsentation: 22. Mai 2019, 11:45 Uhr Ortszeit (17:45 Uhr MEZ)

Präsentator: Dr. Achim von Leoprechting, CEO, Tecan

Ohne 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 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. Im Jahr 2018 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 594 Mio. (USD 606 Mio.; EUR 516 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Vice President, Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

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