

Veränderung in der Konzernleitung von Tecan

Männedorf, Schweiz, 14. Dezember 2016 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass Dr. Stefan Traeger das Unternehmen informiert hat, dass er Tecan verlassen und die Position des Vorsitzenden des Vorstands in einem anderen börsenkotierten Unternehmen antreten wird. Stefan Traeger war seit Juli 2013 Leiter der Division Life Sciences Business und Mitglied der Konzernleitung. Sein Austritt aus dem Unternehmen und der Konzernleitung wird spätestens per 30. Juni 2017 erfolgen.

Verwaltungsrat und CEO von Tecan danken Stefan Traeger für sein grosses Engagement und die wichtigen Verdienste bei der Weiterentwicklung des Life Sciences Business und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

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 2015 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 440 Mio. (USD 459 Mio.; EUR 411 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