

## **Tecan kündigt Capital Markets Day an**

**Männedorf, Schweiz, 9. Juni 2016** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) veranstaltet am Donnerstag, 16. Juni 2016 in der Nähe des Hauptsitzes in Männedorf einen Capital Markets Day für Analysten, institutionelle Investoren und Medienvertreter. Dr. David Martyr, CEO von Tecan, sowie weitere Mitglieder des Managements geben einen Überblick über Tecan's Strategie, die unternehmensweiten Prioritäten sowie Produkteinführungen aus den Life Sciences Business und Partnering Business Divisionen.

Der Anlass beginnt um 08:45 Uhr (MEST) an einem externen Veranstaltungsort und die Präsentationen (in Englisch) werden live via Webcast übertragen. Am Nachmittag folgen Produktdemonstrationen und eine Produktionsführung am Standort des Unternehmens in Männedorf.

Ein Link zum Webcast wird vor Beginn der Präsentation auf Tecan's Homepage [www.tecan.com](http://www.tecan.com) unter „Investor Relations“ aufgeschaltet werden. Der Webcast sowie dessen Aufzeichnung sind auch für mobile Endgeräte zugänglich.

### **Über Tecan**

Tecan ([www.tecan.com](http://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](mailto:investor@tecan.com)

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