

### Tecan präsentiert auf der J.P. Morgan Healthcare Conference

**Männedorf, Schweiz, 11. Januar 2016** - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 14. Januar 2016 auf der J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco, USA, präsentieren wird.

Die Investorenpräsentation von Dr. David Martyr, CEO von Tecan, beginnt um 09:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ) und wird als Webcast live unter der Rubrik "Investor Relations" auf der Tecan-Internetseite [www.tecan.com](http://www.tecan.com) übertragen.

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

#### **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 2014 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 400 Mio. (USD 437 Mio.; EUR 331 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)