

## Tecan präsentiert auf der UBS Global Healthcare Conference

**Männedorf, Schweiz, 14. May 2014** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 20. Mai 2014 auf der UBS Global Healthcare Conference in New York, USA, präsentieren wird.

Die Investorenpräsentation von Dr. David Martyr, CEO von Tecan, beginnt um 9:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr MESZ) 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 2013 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 388 Mio. (USD 419 Mio.; EUR 316 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

### Für weitere Informationen:

#### Tecan Group

Martin Brändle

Head of Corporate 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)