

## Tecan präsentiert auf der UBS Global Life Sciences Conference

**Männedorf, Schweiz, 13. September 2011** – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 20. September 2011 auf der UBS Global Life Sciences Conference in New York, USA, präsentieren wird.

Die Investorenpräsentation beginnt um 14:30 Uhr MESZ (08:30 Uhr Ortszeit) 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 kurz nach der Präsentation für einen Zeitraum von mindestens vier Wochen 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 2010 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 371 Mio. (USD 356 Mio.; EUR 269 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

### Für weitere Informationen:

#### Tecan Group

Martin Braendle  
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)