

Tecan präsentiert auf der UBS Global Life Sciences Conference

Männedorf, Schweiz, 17. September 2012 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 20. September 2012 auf der UBS Global Life Sciences Conference in New York, USA, präsentieren wird.

Die Investorenpräsentation von Gérard Vaillant, amtierender CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von Tecan, 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 übertragen.

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist kurz nach der Präsentation für einen Zeitraum von vier Wochen abrufbar.

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 2011 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 377 Mio. (USD 424 Mio.; EUR 306 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 Brändle

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com