

Tecan kündigt Capital Markets Day an

Männedorf, Schweiz, September 10, 2014 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) veranstaltet am Donnerstag, 18. September 2014 einen Capital Markets Day für Analysten und institutionelle Investoren am Hauptsitz in Männedorf, Schweiz. Dr. David Martyr, CEO von Tecan, sowie weitere Mitglieder des Managements geben einen Überblick über Tecan's Strategie und zu den Fortschritten den fünf unternehmensweiten Prioritäten für das Jahr 2014. Die Präsentationen und Produktdemonstrationen werden auch die neuen Produkteinführungen aus den Life Sciences Business und Partnering Business Divisionen sowie weitere Einblicke zu der kürzlich erfolgten Akquisition von IBL International beinhalten.

Die Veranstaltung beginnt um 08:30 Uhr (MEST) und wird live via Webcast übertragen. Ein Link zum Webcast wird vor Beginn der Präsentation auf Tecan's Homepage www.tecan.com unter „Investor Relations“ aufgeschaltet werden. Der Webcast ist auch für mobile Endgeräte zugänglich. Die Präsentation wird in Englisch sein.

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 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 Braendle

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