

Tecan kündigt Analysten- und Medienkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 am 7. März an

Männedorf, Schweiz, 27. Februar 2013 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das Geschäftsjahr 2012 im Rahmen einer Analysten- und Medienkonferenz am Donnerstag, 7. März 2013 um 10:00 Uhr in Zürich kommentieren. Die Medienmitteilung zum Finanzabschluss wird am Morgen des 7. März 2013 um 7:00 Uhr veröffentlicht.

Tecan bietet die Möglichkeit, die Präsentation per telefonischer Einwahl oder Live-Übertragung im Internet zu verfolgen. Der Zugang zur Übertragung mit synchronisierten Präsentationsfolien ist über die Internetseite von Tecan unter www.tecan.com möglich. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung freigeschaltet.

Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Einwahldaten für die Telefonkonferenz:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 91 610 5600 oder +44 203 059 58 62 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 866 291 4166

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist im Laufe des Tages zusammen mit der Medienmitteilung, der Präsentation und einem Vorabdruck des Finanzberichts 2012 ebenfalls unter www.tecan.com abrufbar. Im App Store steht zudem eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung.

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).



2

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