

Tecan kündigt Analysten- und Medienkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 am 15. März an

Männedorf, Schweiz, 8. März 2016 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das Geschäftsjahr 2015 im Rahmen einer Analysten- und Medienkonferenz am Dienstag, 15. März 2016 um 09:00 Uhr in Zürich kommentieren. Die Medienmitteilung zum Finanzabschluss und ein Vorabdruck des Finanzberichts 2015 werden am Morgen des 15. März 2016 um 6:00 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 58 310 50 00 oder +44 203 059 58 62 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 631 570 5613

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

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist im Laufe des Tages 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 Biotechnologie-Unternehmen, 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 2014 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 400 Mio. (USD 437 Mio.; EUR 331 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).



2

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Vice President, Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com