

Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das erste Halbjahr 2011 am 18. August an

Männedorf, Schweiz, 9. August 2011 – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) wird den Finanzabschluss für das erste Halbjahr 2011 im Rahmen einer Telefonkonferenz am Donnerstag, 18. August 2011 um 10:00 Uhr kommentieren. Die Medienmitteilung zum Zwischenabschluss wird am Morgen des 18. August 2011 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 (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 dem Halbjahresbericht 2011 ebenfalls unter www.tecan.com 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 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

www.tecan.com