

Tecan leitet CEO-Nachfolgeprozess ein

Männedorf, Schweiz, 7. Oktober 2011 – Wie die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) heute bekannt gab, hat der Verwaltungsrat einen Nachfolgeprozess für die operative Führungsspitze eingeleitet. In den nächsten Monaten wird der Verwaltungsrat einen neuen CEO ernennen, der die Wachstumsstrategie von Tecan weiter umsetzt. Thomas Bachmann, seit Anfang 2005 Vorsitzender der Konzernleitung, wird eng in den Prozess involviert sein und sein Amt übergeben, sobald ein Nachfolger gefunden wurde. Sein Anstellungsverhältnis bei Tecan wird vertragsgemäss per 31. Oktober 2012 enden.

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung hat die Tecan Group über die letzten zwei Jahre das Geschäftsportfolio auf ihre starken Kernbereiche fokussiert, eine neue Organisation um die Segmente Life Sciences Business und Partnering Business etabliert, das Topmanagement verstärkt und die Fachkenntnisse im Verwaltungsrat erweitert. Auf dieser soliden Basis leitet Tecan nun einen Nachfolgeprozess für die CEO-Funktion ein.

Thomas Bachmann hat die operative Geschäftsführung der Tecan Group in einer Zeit übernommen, als rückläufige Resultate erwirtschaftet wurden und starker Druck von Aufsichtsbehörden und Aktionären auf dem Unternehmen lastete. Unter seiner Führung hat Tecan die operative Effizienz verbessert, Glaubwürdigkeit aufgebaut und in neue Geschäftsfelder expandiert. Zudem hat er die Gruppe mit einer langfristigen Strategie positioniert. Während seiner bisherigen Amtszeit hat Tecan den Umsatz sowie den Gewinn pro Aktie gesteigert und eine starke Bilanz erreicht.

Rolf Classon, Präsident des Verwaltungsrates der Tecan Group: „Thomas Bachmann hat in den vergangenen fast sieben Jahren massgeblich zu den erheblichen Fortschritten unseres Unternehmens beigetragen. Die vorausschauende CEO-Nachfolgeplanung ist eine der wichtigsten Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates. Wir werden mit diesem Prozess nun beginnen und sind überzeugt, dass jetzt, da wir die Basis für künftiges beschleunigtes Wachstum gelegt haben, der richtige Zeitpunkt dafür ist. Mit der frühzeitigen Ankündigung können wir diese Aufgabe transparent angehen.“

Thomas Bachmann, CEO der Tecan Group: „In den nächsten Monaten wollen wir weitere Meilensteine in wichtigen Entwicklungsprojekten für unsere Endkunden sowie OEM-Partner erreichen. Ich bin stolz auf das, was wir bisher gemeinsam bei Tecan erreicht haben und ich bin überzeugt, dass Tecan eine erfolgreiche Zukunft vor sich hat.“

Heute um 8:30 Uhr (MEZ) findet eine Telefonkonferenz statt. Interessierte können diese auch mittels Audio-Webcast live auf www.tecan.com mitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.



2

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)91 610 5600 oder +44 (0)203 059 5862 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 866 291 4166

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

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

Dr. Rudolf Eugster
Chief Financial Officer

investor@tecan.com
www.tecan.com

Martin Brändle
Head of Corporate Communications &
Investor Relations
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89