

Veränderung in der Konzernleitung von Tecan

- **Frederic Vanderhaegen wird das Unternehmen verlassen**
- **Suche nach einem Nachfolger wird eingeleitet**

Männedorf, Schweiz, 8. Mai 2012 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekanntgegeben, dass Frederic Vanderhaegen, Leiter der Division Life Sciences Business und Mitglied der Konzernleitung, das Unternehmen verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung bei Beckman Coulter Life Sciences, einem Unternehmen der Danaher Corporation, anzunehmen. Sein Austritt aus dem Unternehmen und der Konzernleitung wird spätestens per Ende November 2012 erfolgen. Die Suche nach einem Nachfolger wird eingeleitet. Verwaltungsrat und CEO von Tecan bedauern die Entscheidung von Frederic Vanderhaegen. Für seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Tecan danken sie ihm bestens und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

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).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

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