

Stärkung der Konzernleitung von Tecan: Leiter der beiden neu konstituierten Geschäftssegmente ernannt

- **Frederic Vanderhaegen übernimmt die Leitung des neuen Geschäftssegments Life Sciences Business**
- **Bernhard Grob zum Leiter des neuen Geschäftssegments Partnering Business ernannt**
- **Matthew Robin, Leiter der bisherigen Geschäftseinheit Liquid Handling & Robotics, verlässt Tecan**

Männedorf, Schweiz, 9. November 2010 – Der Verwaltungsrat der Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat die Leiter der beiden neuen Geschäftssegmente Life Sciences Business und Partnering Business bestätigt. Die neue Organisation tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft.

Frederic Vanderhaegen, bisher Leiter der Geschäftseinheit Detection, übernimmt die Leitung des Geschäftssegments Life Sciences Business (Endkundengeschäft). Er ist seit 2008 bei Tecan tätig und bereits Mitglied der Konzernleitung. Zuvor hat er in verschiedenen Führungspositionen für das US-amerikanische Life-Science-Unternehmen Millipore gearbeitet. Frederic Vanderhaegen ist 42 Jahre alt und belgischer Staatsangehöriger.

Zum Leiter des Geschäftssegments Partnering Business (OEM-Geschäft) wurde **Dr. Bernhard Grob** ernannt. Bernhard Grob hat in verschiedenen branchenspezifischen Führungs- und Fachpositionen in global tätigen Unternehmen gearbeitet, darunter als Geschäftsführer der Business Unit Analytical Instruments bei Mettler-Toledo. Er ist 54 Jahre alt und Schweizer Staatsangehöriger. Bernhard Grob wird die Tätigkeit bei Tecan zum 10. November 2010 aufnehmen und per 1. Januar 2011 die Position des Leiters Partnering Business als Mitglied der neu zusammengesetzten Konzernleitung übernehmen.

Matthew Robin, seit 2007 Leiter der Geschäftseinheit Liquid Handling & Robotics und designierter Leiter des neuen Geschäftssegments Partnering Business, wird zum 31.12.2010 in gegenseitigem Einvernehmen aus der Tecan Group und somit aus der Konzernleitung ausscheiden. Verwaltungsrat und CEO von Tecan danken Matthew Robin für sein Engagement bei der Weiterentwicklung des Geschäfts 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 Instrumenten und automatisierten Workflow-Lösungen für Laboratorien



2

im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller 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 2009 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 392 Mio. (USD 361.2 Mio.; EUR 259.6 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