

Tecan ernennt Dr. Stefan Traeger zum Mitglied der Konzernleitung

Männedorf, Schweiz, 28. Februar 2013 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Stefan Traeger zum Mitglied der Konzernleitung ernannt wurde. Als neuer Leiter der Division Life Sciences Business wird er zum 1. Juli 2013 die Führung des globalen Endkundengeschäftes bei Tecan übernehmen. Die Position war seit Sommer 2012 vakant.

Dr. Stefan Traeger verfügt über umfassende, branchenspezifische Erfahrungen in verschiedenen Führungspositionen in der Life-Science-Industrie. Seit Ende 2007 war er Geschäftsführer der Leica Microsystems CMS GmbH und als Vice President & General Manager bei Leica Microsystems für die globale Life-Science-Division verantwortlich. Zuvor war Stefan Traeger von 2000 bis Ende 2007 in verschiedenen Bereichen und Positionen mit zunehmender Management-Verantwortung beim Carl-Zeiss-Konzern tätig, zuletzt als Director Strategic Business Development der Carl Zeiss Meditec AG und als Geschäftsführer der Carl Zeiss SMT Ltd.

David Martyr, CEO der Tecan Group: „In unserer gemeinsamen Zeit bei Leica Microsystems habe ich Stefan Traeger als leistungsstarke Führungspersönlichkeit kennen gelernt und er kann auf grosse Erfolge verweisen. So hat er die Life-Science-Division, die grösste Division von Leica Microsystems, konsequent am Markt ausgerichtet, den Umsatz signifikant gesteigert sowie die Profitabilität deutlich erhöht. Auch hat er zwei akquirierte Unternehmen sehr erfolgreich in das bestehende Geschäft integriert. Wir freuen uns sehr, dass Stefan Traeger nun das Führungsteam bei Tecan auf dieser äusserst wichtigen Position verstärken wird.“

Stefan Traeger promovierte im Fach Physik an der Universität Hannover und hält einen MBA der Purdue University. Er ist 45 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger.

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



2

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