

Tecan ernennt Dr. Achim von Leoprechting zum Mitglied der Konzernleitung

Männedorf, Schweiz, 9. August 2013 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Achim von Leoprechting zum Mitglied der Konzernleitung ernannt wurde. Als neuer Leiter der Division Partnering Business wird er zum 1. Oktober 2013 die Führung des globalen OEM-Geschäfts bei Tecan übernehmen. Dieses wird seit Anfang des Jahres von Dr. David Martyr, CEO der Tecan Group, interimistisch geleitet.

Dr. David Martyr kommentierte: „Ich freue mich sehr, dass Achim von Leoprechting mit seiner langjährigen Erfahrung in der Life-Science-Branche unser Führungsteam verstärken wird. Dies ist ein wichtiger weiterer Schritt im Erneuerungsprozess des Managements, den ich Anfang des Jahres eingeleitet habe. Wir haben nun für unsere beiden Divisionen Partnering Business und Life Sciences Business das richtige Management mit umfassenden branchenspezifischen Erfahrungen und Fähigkeiten für unser zukünftiges beschleunigtes Wachstum.“

Dr. Achim von Leoprechting verfügt über 14 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Life-Science-Sektor. Seit 2002 war er in unterschiedlichen Bereichen und Positionen mit zunehmender Management-Verantwortung bei PerkinElmer Inc. (NYSE:PKI) tätig, zuletzt als Vice President und General Manager Europe, Middle East, Africa and India. In dieser Funktion war Achim von Leoprechting für das gesamte Geschäft des US-Konzerns im Bereich Life Science and Technology in diesen Regionen verantwortlich. Zuvor hatte er Positionen mit globaler Verantwortung für einzelne Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe inne, beispielsweise als Vice President and General Manager In Vitro Solutions oder Vice President and General Manager Imaging and Detection Technologies. Ausserdem trug er als European Sales Director Molecular Medicine / Bio-discovery über mehrere Jahre die Verantwortung für eine regionale Verkaufsorganisation.

Vor seiner Tätigkeit bei PerkinElmer arbeitete Achim von Leoprechting in verschiedenen Positionen im Produktmanagement bei Packard Bioscience, heute ebenfalls ein Teil von PerkinElmer.

Achim von Leoprechting promovierte im Fach Biologie an der Universität Freiburg (Deutschland). 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



2

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 2012 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 391 Mio. (USD 416 Mio.; EUR 323 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

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