

Tecan ernennt Ulrich Kanter zum Mitglied der Konzernleitung

Männedorf, Schweiz, 11. Juni 2014 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass Ulrich Kanter zum Mitglied der Konzernleitung ernannt wurde. Als Leiter der Division Development & Operations wird er zum 14. Juli 2014 die Verantwortung über die Entwicklungsaktivitäten, die Produktion, das Management der Lieferkette und den Materialeinkauf bei Tecan übernehmen. Dr. Martin Brusdeilins, der diese Division seit November 2011 geführt hat, wird per Ende September 2014 in den Ruhestand gehen und aus der Konzernleitung ausscheiden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Martin Brusdeilins die Position des Chief Scientific Officer, die er zusätzlich zur Divisionsleitung innehat, weiter wahrnehmen. Für diese Position wird die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet.

Dr. David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: „Ich freue mich sehr, dass Ulrich Kanter das Führungsteam von Tecan verstärken wird. Er verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Diagnostik- und Life-Science-Industrie. Tecan hat grosses Potenzial, die Herstellkosten der Produkte erheblich zu senken, durch Verbesserungen in der Lieferkette, im Materialeinkauf und - in der mittleren Frist - im gesamten Entwicklungsprozess. Für 2014 haben wir dies als eine unternehmensweite Priorität festgelegt und ein mehrjähriges Projekt gestartet. Ulrich Kanter bringt einen grossen Erfahrungsschatz aus der Umsetzung solcher Projekte mit und kann auf beachtliche Erfolge verweisen.

Bei Martin Brusdeilins möchte ich mich herzlich für seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Tecan bedanken, auch im Namen des gesamten Management-Teams und des Verwaltungsrats. Wir wünschen ihm für den Ruhestand alles Gute“, so Martyr weiter.

Ulrich Kanter war seit dem Jahr 2000 in unterschiedlichen Bereichen und Positionen mit zunehmender Management-Verantwortung bei Roche Diagnostics tätig. Seit 2007 war er als General Manager und Head of Research & Development in Graz, Österreich, für die komplette Wertschöpfungskette der Blutgas- und Elektrolytanalysesysteme dieser Roche-Division verantwortlich. Zuvor leitete er bereits als Senior Vice President Research & Development die Entwicklung dieser Systeme und trug als Site Manager die Verantwortung für das Management der Lieferkette sowie aller administrativen Belange am Standort in Graz.

Bereits von 1995 bis 2000 war Ulrich Kanter als Vice President Operations und Global Supply Chain Manager bei AVL Medizintechnik für die Optimierung der Lieferkette und der Produktionsprozesse dieser Produktparte verantwortlich. Nach der Übernahme der AVL Medizintechnik durch Roche Diagnostics verantwortete er von 2000 bis 2005 als Senior Vice

President Global Operations und Site Manager die Integration des Standorts Graz sowie sämtlicher Geschäftsaktivitäten in den Roche-Konzern.

Von 1987 bis 1995 war Ulrich Kanter für Unternehmen der Heraeus-Firmengruppe tätig, zuerst im Produktionsmanagement von W.C. Heraeus. Ab 1989 war er in leitender Funktion in der Produktionsplanung und dem Produktionsmanagement von Heraeus Instruments tätig, einem Hersteller von Laborgeräten wie beispielsweise Zellinkubatoren (heute Teil von Thermo Fisher Scientific) und Beleuchtungssystemen für Operationssäle.

Ulrich Kanter ist Diplom-Ingenieur im Bereich Maschinenbau (Berufsakademie Mannheim, Deutschland). Ausserdem schloss er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre ab (Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie an der J.W. Goethe Universität Frankfurt, Deutschland). Er ist 51 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 2013 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 388 Mio. (USD 419 Mio.; EUR 316 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