

Lars Holmqvist an der kommenden Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrats von Tecan vorgeschlagen

Männedorf, Schweiz, 18. März 2015 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass Lars Holmqvist an der kommenden Generalversammlung als neues Mitglied zur Wahl in den Verwaltungsrat von Tecan vorgeschlagen wird.

Lars Holmqvist verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Medizingeräte-, Pharma- und Life-Science-Branche und hat im Verlauf seiner Karriere verschiedene Rollen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Betriebsführung innegehabt. Zuletzt war er President der Life Sciences and Diagnostics Group sowie Senior Vice President bei Agilent Technologies Inc. (NYSE: A).

Lars Holmqvist stiess im Juni 2012 zu Agilent, nachdem das Unternehmen Dako übernommen hatte, wo er seit 2009 als President und CEO tätig gewesen war. Vor seiner Zeit bei Dako diente er als President, Europa, bei Applied Biosystems, wo er später zum President, International, mit Verantwortung für alle kommerziellen Aktivitäten ausserhalb der USA befördert wurde.

Der Verwaltungsrat wird auch seine derzeitigen Mitglieder Rolf A. Classon, Heinrich Fischer, Dr. Oliver S. Fetzer, Gérard Vaillant, Dr. Christa Kreuzburg und Dr. Karen Huebscher zur Wiederwahl für eine einjährige Amtszeit vorschlagen.

Nach vier Jahren Mitgliedschaft im Verwaltungsrat von Tecan steht Erik Walldén an der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung.

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. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Vice President, Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

Tecan Group Ltd., Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, Switzerland

T +41 44 922 88 88, F +41 44 922 88 89, info@tecan.com, www.tecan.com