

Tecan leitet Nachfolgeprozess im Verwaltungsrat ein

Männedorf, Schweiz, 6. Oktober 2017 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass ein Nachfolgeprozess im Verwaltungsrat der Gesellschaft eingeleitet wurde. Rolf Classon, geboren 1945, Mitglied sowie Präsident des Verwaltungsrats seit 2009, und Gérard Vaillant, geboren 1942, seit 2004 Mitglied des Verwaltungsrats, werden sich bei der nächsten Generalversammlung am 17. April 2018 nicht mehr zu Wiederwahl stellen. Als neue Mitglieder des Verwaltungsrats werden den Aktionärinnen und Aktionären Dr. Lukas Braunschweiler sowie Daniel R. Marshak zur Wahl vorgeschlagen. Für die Nachfolge von Rolf Classon als Präsident des Verwaltungsrats wird Dr. Lukas Braunschweiler zur Wahl vorgeschlagen.

In den letzten Jahren hat sich Tecan sehr positiv entwickelt und ein klar über dem Marktdurchschnitt liegendes profitables Wachstum erzielt. Unter dem seit 2012 amtierenden CEO Dr. David Martyr und einem verstärkten Führungsteam hat Tecan verschiedene bedeutende Instrumentenplattformen am Markt eingeführt und die wiederkehrenden Umsätze mit Verbrauchsmaterialien gesteigert, die heute bereits über 40 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Ebenso wurde die geographische Expansion, insbesondere in China, vorangetrieben. Mit insgesamt vier Unternehmenskäufen sowie dem Verkauf eines nicht strategischen Bereichs wurde das Kerngeschäft gezielt gestärkt. Unter Rolf Classons Präsidium hat Tecan zudem die Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung aufgehoben und damit die Corporate Governance gestärkt sowie die Attraktivität der Tecan-Aktie deutlich erhöht.

Rolf Classon kommentierte: „Heute ist Tecan hervorragend für eine weitere erfolgreiche Entwicklung in den kommenden Jahren aufgestellt. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um den Nachfolgeprozess im Verwaltungsrat einzuleiten. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Lukas Braunschweiler und Daniel R. Marshak zwei äusserst erfolgreiche und erfahrene Führungskräfte zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen können. Bei Gérard Vaillant bedanke ich mich ganz herzlich für sein langjähriges Engagement für Tecan im Verwaltungsrat und als interimistischer CEO im Jahr 2012.“

Zwei neue Mitglieder vorgeschlagen

Dr. Lukas Braunschweiler, geboren 1956, ist seit 2011 CEO der Sonova Holding AG (SIX Swiss Exchange: SOON) und wird diese Position bis Ende März 2018 innehaben. Er war bereits von 2009 bis 2012 Mitglied des Verwaltungsrats der Tecan Group sowie Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Vor seiner Tätigkeit bei Sonova war er CEO der RUAG Holding AG

sowie Delegierter des Verwaltungsrats und CEO der Dionex Corporation, einem amerikanischen Hersteller von Laborinstrumenten (heute Teil von Thermo Fisher Scientific Inc.). Zuvor war er in leitenden Positionen bei bedeutenden High-Tech-Unternehmen tätig, darunter bei Mettler-Toledo und Landis & Gyr. Lukas Braunschweiler promovierte an der ETH Zürich in physikalischer Chemie und ist Schweizer Staatsangehöriger. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Schweizer Technologies AG (SIX Swiss Exchange: SWTQ). Ausserdem wurde von Sonova bereits bekannt gegeben, dass Lukas Braunschweiler an der Generalversammlung im Juni 2018 zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen werden wird.

Dr. Daniel R. Marshak, geboren 1957, verfügt über umfassende Managementenerfahrung in den Branchen Life Sciences, Diagnostik und Biopharma. Während mehr als zwei Jahrzehnten hatte er Führungsverantwortung für neue Technologien, den globalen Geschäftsbetrieb sowie im Bereich Forschung und Entwicklung. Von 2006 bis 2014 war er bei PerkinElmer, Inc. (NYSE: PKI) tätig. In seiner letzten Position als Senior Vice President und Chief Scientific Officer war er verantwortlich für alle Wissenschafts- und Technologie- sowie für die Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten. Zudem hatte er die Federführung bei mehreren Akquisitionen. Zuvor war Daniel R. Marshak Vice President und Chief Technology Officer für Biotechnologie bei der Cambrex Corporation (NYSE: CBM) sowie Senior Vice President und Chief Scientific Officer bei Osiris Therapeutics, Inc. (OTC: OSIR). Vor seiner Karriere auf Unternehmensseite arbeitete Daniel R. Marshak bei verschiedenen Hochschulen und Forschungsinstitutionen, darunter an der Medizinischen Fakultät der Johns-Hopkins-Universität als Adjunct Associate Professor, als Senior Staff Investigator beim Cold-Spring-Harbor-Laboratorium und als Assistenzprofessor an der Medizinischen Fakultät der State University of New York in Stony Brook. Daniel R. Marshak studierte Biochemie in Harvard und doktorierte in Biochemie und Zellbiologie an der Rockefeller University in New York. Der US-amerikanische Staatsbürger ist Mitglied im Verwaltungsrat von InVivo Therapeutics Holdings Corporation (NASDAQ: NVIV) sowie von Upside Biotechnologies in Auckland (Neuseeland), einer nicht börsenkotierten Gesellschaft.

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 2016 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 506 Mio. (USD 511 Mio.; EUR 464 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).



3

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