

Generalversammlung 2016: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

- **Dividende auf CHF 1.75 pro Aktie erhöht**
- **Rolf Classon, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Lars Holmqvist, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg und Gérard Vaillant als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt**
- **Rolf Classon von den Aktionären als Präsident bestätigt**
- **Oliver Fetzer und Christa Kreuzburg als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt; Gérard Vaillant als neues Mitglied gewählt**
- **Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt**
- **Genehmigtes Kapital verlängert**

Männedorf, Schweiz, 13. April 2016 – Die Generalversammlung der Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Aktionäre genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung die Entlastung. Sie stimmten einer Erhöhung der Dividende von CHF 1.50 auf CHF 1.75 pro Aktie zu. Die Auszahlung erfolgt per 19. April 2016. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats von Tecan wurden von den Aktionären für eine Amtszeit von einem Jahr bestätigt: Heinrich Fischer, Dr. Oliver Fetzer, Lars Holmqvist, Dr. Karen Huebscher, Dr. Christa Kreuzburg, Gérard Vaillant und Rolf Classon. Als Präsident des Verwaltungsrats wurde Rolf Classon wiedergewählt. Die Aktionäre bestätigten auch Oliver Fetzer und Christa Kreuzburg als Mitglieder des Vergütungsausschusses und wählten Gérard Vaillant als neues Mitglied in dieses Gremium.

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde Ernst & Young AG, Zürich, als neue Revisionsstelle gewählt. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigten die Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den Zeitraum bis zum Abschluss der 31. ordentlichen Generalversammlung 2017 der Tecan Group AG.

Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt

Zum zweiten Mal stimmten die Aktionäre über den Rahmen für die Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung (Geschäftsleitung) im kommenden Geschäftsjahr ab, dies gemäss Verordnung der Schweizer Regierung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Unternehmen (VegüV). Die Aktionäre genehmigten mit einer bindenden Entscheidung den beantragten maximalen Gesamtbetrag für das Jahr 2017. Auch der Vergütungsbericht, den Tecan bereits zum fünften Mal zur Konsultativabstimmung vorlegte, wurde von den Aktionären angenommen.

Anpassungen der Statuten für weitere finanzielle Flexibilität

Die Aktionäre stimmten einer Statutenänderung zur Verlängerung des genehmigten Kapitals bis zum 13. April 2018 zu. Damit behält Tecan den zusätzlichen unternehmerischen Handlungsspielraum, um externe Wachstumschancen flexibel nutzen zu können.

Nächster Termin

Tecan wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2016 am 16. August 2016 veröffentlichen.

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 2015 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 440 Mio. (USD 459 Mio.; EUR 411 Mio.). 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