

Generalversammlung 2017: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

- **Dividende von CHF 1.75 pro Aktie**
- **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**
- **Christa Kreuzburg, Oliver Fetzer und Gérard Vaillant als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt**
- **Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt**

Männedorf, Schweiz, 11. April 2017 – 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 gegenüber Vorjahr unveränderten Dividende in Höhe von CHF 1.75 pro Aktie zu. Die Auszahlung erfolgt per 19. April 2017.

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 Christa Kreuzburg, Oliver Fetzer und Gérard Vaillant als Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Als Revisionsstelle wurde Ernst & Young AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2017 wiedergewählt. Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigten die Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den Zeitraum bis zum Abschluss der 32. ordentlichen Generalversammlung 2018 der Tecan Group AG.

Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt

Die Aktionäre stimmten auch 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 einem bindenden Entscheid den beantragten maximalen Gesamtbetrag für das Jahr 2018. Auch der Vergütungsbericht, den Tecan bereits zum sechsten Mal zur Konsultativabstimmung vorlegte, wurde von den Aktionären angenommen.



2

Nächster Termin

Tecan wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2017 am 16. August 2017 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 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).

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