

Generalversammlung 2020: Aktionäre von Tecan stimmen sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

- **Stimmabgabe ausschliesslich über unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Covid-19-Verordnung 2 der Schweizer Regierung zur Bekämpfung der Pandemie**
- **Dividendenerhöhung von CHF 2.10 auf CH 2.20 pro Aktie**
- **Lukas Braunschweiler, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Lars Holmqvist, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt**
- **Lukas Braunschweiler von den Aktionären als Präsident bestätigt**
- **Christa Kreuzburg, Oliver Fetzer und Daniel R. Marshak als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt**
- **Statutenänderung zur Erneuerung des genehmigten Kapitals angenommen**
- **Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt**

Männedorf, Schweiz, 7. April 2020 – Die Generalversammlung der Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat per Datum 7. April 2020 sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Generalversammlung wurde somit zum angekündigten Termin durchgeführt, jedoch am Sitz der Gesellschaft ohne persönliche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre. Die Stimmrechte konnten ausschliesslich durch Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausgeübt werden; dies gemäss Covid-19-Verordnung 2 der Schweizer Regierung zur Bekämpfung der Pandemie. Die Aktionärinnen und Aktionäre waren von Tecan am 23. März 2020 über das Vorgehen informiert worden.

Sie 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 2.10 auf CHF 2.20 pro Aktie zu. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.10, wird dabei als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer. Die Auszahlung erfolgt per 15. April 2020.

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, Dr. Daniel R. Marshak und Dr. Lukas Braunschweiler. Als Präsident des Verwaltungsrats wurde Lukas Braunschweiler wiedergewählt. Die Aktionäre bestätigten auch Christa Kreuzburg, Oliver Fetzer und Daniel R. Marshak als Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Statutenänderung zur Erneuerung des genehmigten Kapitals angenommen

Des Weiteren genehmigte die Generalversammlung eine Statutenänderung zur Erneuerung des genehmigten Kapitals. An der Generalversammlung vom 17. April 2018 hatten die Aktionäre letztmals die Schaffung von genehmigtem Kapital gutgeheissen, mit Gültigkeit für die zwei Jahre bis zur Generalversammlung 2020. An der diesjährigen Generalversammlung beantragte der Verwaltungsrat eine Verlängerung des genehmigten Kapitals bis zum 17. April 2022. Dabei dürfen die Bezugsrechte nur für knapp 10% der neu ausgegebenen Aktien ausgeschlossen werden. Generell behält Tecan dank der Verlängerung des genehmigten Kapitals den zusätzlichen unternehmerischen Handlungsspielraum, um externe Wachstumschancen flexibel nutzen zu können.

Weitere Anträge ebenfalls genehmigt

Die Aktionäre stimmten 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). Mit einem bindenden Entscheid genehmigten die Aktionäre den beantragten maximalen Gesamtbetrag für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 wie auch für den Verwaltungsrat für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021. Auch der Vergütungsbericht 2019, den Tecan zur Konsultativabstimmung vorlegte, wurde von den Aktionären erneut angenommen.

Als Revisionsstelle wurde Ernst & Young AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2020 wiedergewählt.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigten die Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den Zeitraum bis zum Abschluss der 35. ordentlichen Generalversammlung 2021 der Tecan Group AG.

Nächster Termin

Tecan wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2020 am 12. August 2020 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 LifeScience-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 2019 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 637 Mio. (USD 643 Mio.; EUR 574 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).



3

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com