

# Einladung zur 35. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

**Datum: Dienstag, 13. April 2021, 15:00 Uhr**

## **Wichtige Mitteilung betreffend COVID-19:**

Um die Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, hat der Verwaltungsrat der Tecan Group AG im Sinne von Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 an der Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, **ohne physische Anwesenheit der Aktionäre** durchzuführen. Entsprechend können Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

## **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:**

### **1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020.

### **2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve**

#### **a) Verwendung des Bilanzgewinns**

|                          | in CHF      |
|--------------------------|-------------|
| Vortrag vom Vorjahr      | 203'203'714 |
| Gewinn 2020              | 20'850'006  |
| Verfügbarer Bilanzgewinn | 224'053'720 |

#### **Antrag des Verwaltungsrats:**

|   |              |
|---|--------------|
| - Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.15 je Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (total 11'958'845 zur Dividendenausschüttung berechnete Aktien) <sup>1</sup> | (13'752'672) |
| - Vortrag auf neue Rechnung   | 210'301'048  |

#### **b) Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Ausschüttung (verrechnungssteuerfrei)**

|  | in CHF     |
|--|------------|
| Vortrag vom Vorjahr  | 65'703'472 |
| Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsplänen | 24'418'015 |
| Verfügbare Kapitaleinlagereserve                                       | 90'121'487 |



**Antrag des Verwaltungsrats:**

- Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserve) an die freie Reserve und Rückzahlung von CHF 1.15 je Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (total 11'958'845 zur Rückzahlung berechnete Aktien)<sup>1</sup> (13'752'672)
- Vortrag innerhalb der Kapitaleinlagereserve 76'368'815

<sup>1</sup> Diese Zahlen basieren auf dem ausstehenden Aktienkapital per 31. Dezember 2020. Die Anzahl der zur Dividendenausschüttung und zur Rückzahlung berechtigten Aktien kann sich aufgrund des Kaufs und Verkaufs von eigenen Aktien und der Ausgabe von bis zu 90'477 neuen Aktien aus dem bedingten Aktienkapital im Zusammenhang mit den Mitarbeiterbeteiligungsplänen ändern.

*Kommentar:* Aufgrund des Schweizer Steuerrechts können von Aktionären geleistete Kapitaleinlagen, die in einer separaten Reserve für Kapitaleinlagen verbucht sind, verrechnungssteuerfrei ausgeschüttet werden (wie Rückzahlungen von Aktienkapital). Dies gilt rückwirkend für alle seit 1997 getätigten Kapitaleinlagen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, diese vorteilhaften Bestimmungen zu nutzen. Die Rückzahlung darf maximal 50% der Gesamtausschüttung betragen und bedingt eine Umbuchung aus der Kapitaleinlagereserve in die freien Reserven im Umfang der Ausschüttung von CHF 13'752'672.

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020.

**4. Wiederwahlen****4.1. Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Wiederwahl der folgenden bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für je einjährige Amtszeiten:

- a. Dr. Lukas Braunschweiler
- b. Dr. Oliver Fetzer
- c. Heinrich Fischer
- d. Dr. Karen Huebscher
- e. Dr. Christa Kreuzburg
- f. Dr. Daniel R. Marshak

*Kommentar:* Lars Holmqvist steht nicht mehr zur Wiederwahl und der Verwaltungsrat wird bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 aus sechs Mitgliedern bestehen. Lars Holmqvist wird am 13. April 2021 aus dem Verwaltungsrat und aus dem Prüfungsausschuss ausscheiden. Der Verwaltungsrat wird den Prüfungsausschuss so konstituieren, dass er mehrheitlich aus unabhängigen Verwaltungsräten zusammengesetzt und von einem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied präsidiert wird. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden über die erforderliche Finanzexpertise verfügen.

**4.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Wiederwahl von Dr. Lukas Braunschweiler als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit.



#### 4.3. **Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Wiederwahl der folgenden bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses für je einjährige Amtszeiten:

- a. Dr. Oliver Fetzer
- b. Dr. Christa Kreuzburg
- c. Dr. Daniel R. Marshak

#### 4.4. **Wiederwahl der Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

#### 4.5. **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der 36. ordentlichen Generalversammlung 2022 der Tecan Group AG.

*Kommentar:* Alle Wiederwahlen erfolgen in separaten Wahlgängen.

### 5. **Vergütung**

#### 5.1. **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Genehmigung des Vergütungsberichts 2020 im Rahmen einer (nicht verbindlichen) Konsultativ-Abstimmung.

*Erläuterungen:* Art. 18 Ziff. 2 von Tecan's Statuten sieht vor, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung jährlich den Vergütungsbericht zur retrospektiven, konsultativen Genehmigung vorlegt.

Der Vergütungsbericht 2020 findet sich im Geschäftsbericht 2020. Der Vergütungsbericht 2020 betrifft die Vergütungen, welche im Geschäftsjahr 2020 bezahlt, zugesichert oder zugeteilt wurden.

#### 5.2. **Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'300'000, welcher den Mitgliedern des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann.

*Erläuterungen:* Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Gesellschaften (VegüV) und Art. 18 der Statuten von Tecan müssen die Aktionäre prospektiv die Vergütung des Verwaltungsrats genehmigen. Dementsprechend wird den Aktionären unter diesem Traktandum 5.2 der Antrag gestellt, den maximalen Gesamtbetrag verbindlich zu genehmigen, welcher den Mitgliedern des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann.

Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht zurzeit aus einer Vergütung in bar und in Form von Aktien. Weitere Informationen zu den Grundsätzen der Vergütung des Verwaltungsrats und zu den in der Vergangenheit geleisteten Vergütungen finden sich im Vergütungsbericht.

Der Betrag ist niedriger als in den Vorjahren, weil der Verwaltungsrat mit sechs statt sieben Mitgliedern in die nächste Amtsperiode geht und aus diesem Grund die Kompensation von einem Verwaltungsratsmitglied abgezogen wurde.



### 5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Gemäss der VegüV und Art. 18 der Statuten von Tecan besteht das Erfordernis, dass die Aktionäre prospektiv die Vergütung der Konzernleitung genehmigen, dieses Jahr für das Geschäftsjahr 2022. Dementsprechend wird den Aktionären unter diesem Traktandum 5.3 der Antrag zur verbindlichen Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung gestellt, die den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden können.

*Antrag des Verwaltungsrats:* Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von **CHF 18'500'000**, welcher den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann, sei dies als Fix Lohn, kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung, im Rahmen eines langfristigen Anreizprogramms, in Beteiligungsrechten und in jeder anderen Form der Vergütung.

*Erläuterungen:* Dieser Betrag entspricht dem von der Generalversammlung 2020 genehmigten Betrag für das Geschäftsjahr 2021.

\* \* \* \* \*

### Unterlagen

Die aktuellen Statuten, der Geschäftsbericht 2020 mit Lagebericht des Verwaltungsrats, Jahres- und Konzernrechnung, Berichten der Revisionsstelle sowie mit dem Vergütungsbericht liegen ab dem 23. März 2021 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf, auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen zugestellt. Der Geschäftsbericht 2020 kann auch vom Internet unter der Adresse der Gesellschaft, [www.tecan.com](http://www.tecan.com), heruntergeladen werden.

### Stimmberechtigung

Gegen Rücksendung der Anmeldekarte bis spätestens am 8. April 2021 wird den Aktionären das Stimmmaterial zugestellt.

Stimmberechtigt sind die am 1. April 2021, 17.00 Uhr, im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Bis 14. April 2021 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt.

### Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre können sich an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, CH-8024 Zürich, vertreten lassen.

Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das Instruktionsformular auf der Rückseite der Anmeldekarte verwendet werden. Gemäss Art. 11 VegüV sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretung seit 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Instruktionen unter [www.sherpany.com/tecan](http://www.sherpany.com/tecan) per Internet an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Bitte beachten Sie für die Anmeldung auf Sherpany das beiliegende Dokument und folgen Sie den Schritten auf der Sherpany Registrationsanleitung.

Männedorf, 22. März 2021

Für den Verwaltungsrat der Tecan Group AG  
Dr. Lukas Braunschweiler  
Präsident

