

# Einladung zur 33. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

**Datum: Dienstag, 16. April 2019, 15:00 Uhr (Türöffnung 14:00 Uhr)**

**Ort: Seedamm Plaza, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon / SZ**

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

### 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, Bericht der Revisionsstelle

*Antrag des Verwaltungsrats:* Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018.

### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

	in CHF
Vortrag vom Vorjahr	207'943'383
Gewinn 2018	18'836'758
Verfügbarer Bilanzgewinn	226'780'141

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

- Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.10 je Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (total 11'766'372 dividendenberechtigte Aktien) <sup>1</sup>	(24'709'381)
- Vortrag auf neue Rechnung	202'070'760

<sup>1</sup> Diese Zahlen basieren auf dem ausstehenden Aktienkapital per 31. Dezember 2018. Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich aufgrund des Kaufs und Verkaufs von eigenen Aktien und der Ausgabe von bis zu 93'194 neuen Aktien aus dem bedingten Aktienkapital im Zusammenhang mit den Mitarbeiterbeteiligungsplänen ändern.

### 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 2018.



## **4. Wahlen**

### **4.1. Wiederwahl der 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. Lars Holmqvist
- e. Dr. Karen Huebscher
- f. Dr. Christa Kreuzburg
- g. Dr. Daniel R. Marshak

### **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 2019.

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

*Antrag des Verwaltungsrats:* Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der 34. ordentlichen Generalversammlung 2020 der Tecan Group AG.

*Kommentar:* Alle Wiederwahlen erfolgen in separaten Wahlgängen.

## **5. Vergütung**

### **5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Genehmigung des Vergütungsberichts 2018 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 2018 findet sich im Geschäftsbericht 2018. Der Vergütungsbericht 2018 betrifft die Vergütungen, welche im Geschäftsjahr 2018 bezahlt, zugesichert oder zugeteilt wurden.



## 5.2. **Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020**

*Antrag des Verwaltungsrats:* Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'450'000, welcher den Mitgliedern des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 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 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 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.

## 5.3. **Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020**

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 2020. 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 2020 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 2020 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 2018 genehmigten Betrag für das Geschäftsjahr 2019.

\*\*\*\*\*

## **Unterlagen**

Die aktuellen Statuten, der Geschäftsbericht 2018 mit Lagebericht des Verwaltungsrats, Jahres- und Konzernrechnung, Berichten der Revisionsstelle sowie mit dem Vergütungsbericht liegen ab dem 26. März 2019 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. Spätestens ab dem 26. März 2019 kann der Geschäftsbericht 2018 vom Internet unter der Adresse der Gesellschaft, [www.tecan.com](http://www.tecan.com), heruntergeladen werden.

## **Zutrittskarten und Stimmberechtigung**

Gegen Rücksendung der Anmeldekarte bis spätestens am 11. April 2019 werden den Aktionären die Zutrittskarte und das Stimmmaterial zugestellt.

Stimmberechtigt sind die am 5. April 2019, 17.00 Uhr, im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Bis 17. April 2019 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt.



## Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch eine bevollmächtigte Person: Die Vollmacht (im unteren Teil der Zutrittskarte) ist auszufüllen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach 173, CH-8024 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt die Anmeldekarte (die Zutrittskarte muss nicht angefordert werden).

Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters 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, 25. März 2019

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

