

# Tecan Group AG

## Protokoll

der  
**35. ordentlichen Generalversammlung**  
vom **13. April 2021, 15:00 Uhr**  
in **Männedorf, Schweiz**

---

Präsident: Lukas Braunschweiler  
Verwaltungsratspräsident / Vorsitzender der Generalversammlung

Protokollführer: Andreas Wilhelm  
Sekretär des Verwaltungsrates

---

### Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
  - 4.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
  - 4.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
  - 4.3. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
  - 4.4. Wiederwahl der Revisionsstelle
  - 4.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
5. Vergütungen
  - 5.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht
  - 5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates
  - 5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Konzernleitung

Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung. Anwesend sind ebenfalls:

- René Schwarzenbach, für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Proxy Voting Services GmbH;
- Martin Mattes von der Revisionsstelle Ernst & Young; und
- Achim von Leoprechting, CEO
- Tania Micki, CFO, und
- Andreas Wilhelm, Sekretär des Verwaltungsrates der Tecan Group AG

Der Vorsitzende stellt fest, dass zur Generalversammlung gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen eingeladen worden ist. Dies erfolgte durch schriftliche Mitteilung vom 22. März 2021 an die Aktionäre unter Angabe der Traktanden und der Anträge an die im Aktienbuch eingetragene Adresse sowie zusätzlich durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 23. März 2021.

Gestützt auf 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) hat der Verwaltungsrat am 11. März 2021 beschlossen, die Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionäre durchzuführen. Die Stimmrechte können nur mittels Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Das würde in der Einladung zur Generalversammlung mitgeteilt.

Die Aktien werden somit nur vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Er vertritt heute 8'891'972 Aktien. Die Abstimmungsergebnisse zu jedem Traktandum liegen den Anwesenden bereits vor. Traktandierungsanträge gingen keine ein. Protokollführer ist Andreas Wilhelm.

#### **1. Traktandum 1 – Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle**

Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sind den Aktionären auf Wunsch zugestellt worden und lagen bei der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Vertreter der Revisionsstelle Herr Martin Mattes hat keine weiteren Bemerkungen zum Bericht der Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat beantragte den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen.

Abstimmungsresultat zu Traktandum 1:

▪ Ja:	8'817'576	(99.16%)
▪ Nein:	315	
▪ Enthaltungen:	74'090	

Der Antrag ist somit angenommen.

**2. Traktandum 2 – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Antrag ist zweigeteilt, weil es eine normal Dividende und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus den freien Reserven geben soll.

- a) Der Verwaltungsrat beantragte die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.15 je Aktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (total 11'958'845 zur Dividendenausschüttung berechnete Aktien) und den Vortrag von CHF 210'301'048 auf neue Rechnung

Abstimmungsresultat:

▪ Ja:	8'833'480	(99.34%)
▪ Nein:	58'268	
▪ Enthaltungen:	224	

Der Antrag ist somit angenommen.

- b) Der Verwaltungsrat beantragte die 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) und den Vortrag innerhalb der Kapitaleinlagereserve von CHF 76'368'815.

Abstimmungsresultat:

▪ Ja:	8'864'923	(99.7%)
▪ Nein:	25'743	
▪ Enthaltungen:	1'306	

Der Antrag ist somit angenommen.

### 3. Traktandum 3 – Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für deren Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen. Diejenigen Personen, für die Entlastung beantragt wird und die Aktionäre sind, sind bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

#### Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	8'574'564	(96.53%)
▪ Nein:	206'781	
▪ Enthaltungen:	101'736	

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde angenommen und die Décharge somit erteilt.

### 4.1 Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats

Unter Traktandum 4.1 beantragte der Verwaltungsrat die Wiederwahlen der bisherigen Mitglieder, Lukas Braunschweiler, Oliver Fetzer, Heinrich Fischer, Karen Hübscher, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak. Lars Holmqvist steht nicht zur Wiederwahl zur Verfügung.

#### Abstimmungsergebnisse:

##### 4.1.a) Lukas Braunschweiler

▪ Ja:	8'839'360	(99.41%)
▪ Nein:	48'137	
▪ Enthaltungen:	4'475	

##### 4.1.b) Oliver Fetzer

▪ Ja:	8'801'979	(98.99%)
▪ Nein:	87'188	
▪ Enthaltungen:	2'805	

##### 4.1.c) Heinrich Fischer

▪ Ja:	7'034'723	(79.11%)
▪ Nein:	949'705	
▪ Enthaltungen:	907'544	

4.1.d) *Karen Huebscher*

▪ Ja:	8'213'853	(92.37%)
▪ Nein:	676'475	
▪ Enthaltungen:	1'644	

4.1.e) *Christa Kreuzburg*

▪ Ja:	8'807'143	(99.05%)
▪ Nein:	83'437	
▪ Enthaltungen:	1'392	

4.1.f) *Dan R. Marshak*

▪ Ja:	8'844'142	(99.46%)
▪ Nein:	44'771	
▪ Enthaltungen:	3'059	

Somit sind alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt.

## 4.2 **Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Unter Traktandum 4.2 beantragte der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Lukas Braunschweiler als Verwaltungsratspräsident.

Abstimmungsresultat:

▪ Ja:	8'844'250	(99.46%)
▪ Nein:	44'702	
▪ Enthaltungen:	3'020	

Somit ist Lukas Braunschweiler als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.

### 4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat schlug die Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Herrn Oliver Fetzer, Frau Christa Kreuzburg sowie Herrn Daniel R. Marshak vor.

#### Abstimmungsergebnisse:

##### 4.3.a) Oliver Fetzer

▪ Ja:	8'731'968	(98.20%)
▪ Nein:	157'463	
▪ Enthaltungen:	2'541	

##### 4.3.b) Christa Kreuzburg

▪ Ja:	8'626'749	(97.02%)
▪ Nein:	261'560	
▪ Enthaltungen:	3'663	

##### 4.3.c) Dan R. Marshak

▪ Ja:	8'770'452	(98.63%)
▪ Nein:	113'363	
▪ Enthaltungen:	8'157	

Diese Anträge sind angenommen und der Vergütungsausschuss ist somit bestellt.

### 4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlug die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 vor.

#### Abstimmungsergebnisse:

▪ Ja:	8'877'999	(99.84%)
▪ Nein:	10'975	
▪ Enthaltungen:	2'998	

Somit ist Ernst & Young AG als Revisionsstelle wiedergewählt.

#### 4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Unter Traktandum 4.5 beantragte der Verwaltungsrat, die Proxy Voting Services GmbH als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen.

##### Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	8'889'011	(99.97%)
▪ Nein:	1'873	
▪ Enthaltungen:	1'088	

Somit ist die Proxy Voting Services GmbH als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt.

#### 5. Vergütungen

##### 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Vergütungsberichtes 2020 in konsultativer Abstimmung.

##### Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	7'501'726	(84.37%)
▪ Nein:	1'352'800	
▪ Enthaltungen:	37'446	

Der Antrag ist somit von den Aktionären gutgeheissen worden.

##### 5.2 Traktandum – Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragte die 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.

##### Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	8'526'947	(95.89%)
▪ Nein:	303'567	
▪ Enthaltungen:	61'458	

Der Antrag ist somit von den Aktionären gutgeheissen worden.

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

Der Verwaltungsrat beantragte, die Genehmigung des unveränderten maximalen Gesamtbetrags von 18'500'000 Franken, welcher den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 als Vergütung bezahlt, zugesichert oder zugeteilt werden kann, sei dies als Fixlohn, kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung, im Rahmen eines langfristigen Anreizprogramms, in Beteiligungsrechten und in jeder anderen Form der Vergütung.

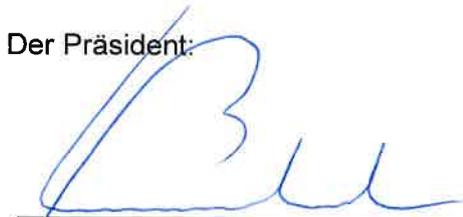
Abstimmungsergebnis:

▪ Ja:	7'683'013	(86.40%)
▪ Nein:	1'147'095	
▪ Enthaltungen:	61'864	

Der Antrag ist somit von den Aktionären gutgeheissen worden.

Ende der Generalversammlung.

Der Präsident:



---

Lukas Braunschweiler

Der Sekretär:



---

Andreas Wilhelm