

Hauptversammlung der Sartorius Aktiengesellschaft am 28. März 2024

Widerruf Vollmacht an eine dritte Person

Widerruf Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Anmeldebestätigung (HV-Ticket): _____ Name | Firma: _____

Anzahl Aktien: _____ Vorname: _____

Telefon-Nummer*: _____ E-Mail-Adresse*: _____

Bis spätestens **27. März 2024, 18.00 Uhr (MEZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

Sartorius Aktiengesellschaft oder per **E-Mail**: sartorius@better-orange.de
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Bitte eindeutig ankreuzen:

Ich | Wir **widerrufe(n)** hiermit die zur Hauptversammlung am 28. März 2024 erteilte **Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**.

Ich | Wir **widerrufe(n)** hiermit die zur Hauptversammlung am 28. März 2024 erteilte **Vollmacht an**

Name: _____

Vorname: _____

Wohnort: _____

und weise(n) den bisher Bevollmächtigten darauf hin, dass dieser die erhaltenen individuellen Zugangsdaten zum HV-Portal **nicht verwenden darf**.

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Hinweise:

- Der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform (§ 126b BGB) oder ist alternativ unter Verwendung der Eingabemaske der Gesellschaft in dem HV-Portal unter **www.sartorius.com/hauptversammlung** bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt möglich.
- Sofern Sie die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilte Vollmacht widerrufen möchten, übermitteln Sie den Widerruf bis zum 27. März 2024, 18.00 Uhr (MEZ) bitte an folgende Adresse: Sartorius Aktiengesellschaft, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland oder per E-Mail an **sartorius@better-orange.de**.
- Nach dem 27. März 2024, 18.00 Uhr (MEZ) kann der Widerruf der Vollmacht ausschließlich über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter **www.sartorius.com/hauptversammlung** gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren übermittelt werden.
- Sofern Sie die einem Dritten erteilte Vollmacht widerrufen, können Sie den Widerruf gegenüber dem von Ihnen bevollmächtigten Dritten erklären oder auch gegenüber der Gesellschaft. Falls Sie den Widerruf gegenüber der Gesellschaft erklären, übermitteln Sie bitte den Widerruf bis zum 27. März 2024, 18.00 Uhr (MEZ) an folgende Adresse: Sartorius Aktiengesellschaft, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland oder per E-Mail an **sartorius@better-orange.de**.
- Nach dem 27. März 2024, 18.00 Uhr (MEZ) kann der Widerruf der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft ausschließlich über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter **www.sartorius.com/hauptversammlung** gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren übermittelt werden.