

Hauptversammlung der Sartorius Aktiengesellschaft am 27. März 2025

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 **26. März 2025, 18.00 Uhr (MEZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

Sartorius Aktiengesellschaft oder per **E-Mail**: sartorius@linkmarketservices.eu.
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Bitte eindeutig ankreuzen:

Ich | Wir **widerrufe(n)** hiermit die zur Hauptversammlung am 27. März 2025 erteilte **Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**.

Ich | Wir **widerrufe(n)** hiermit die zur Hauptversammlung am 27. März 2025 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 möglich.
- Sofern Sie die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilte Vollmacht widerrufen möchten, übermitteln Sie den Widerruf bis zum 26. März 2025, 18.00 Uhr (MEZ) bitte an folgende Adresse: Sartorius Aktiengesellschaft, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland oder per E-Mail an sartorius@linkmarketservices.eu.
- Nach dem 26. März 2025, 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 26. März 2025, 18.00 Uhr (MEZ) an folgende Adresse: Sartorius Aktiengesellschaft, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München, Deutschland oder per E-Mail an sartorius@linkmarketservices.eu.
- Nach dem 26. März 2025, 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.

Für weitere Einzelheiten beachten Sie bitte die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.