

Hauptversammlung der Sartorius Aktiengesellschaft am 26. März 2026

Widerruf Vollmacht an eine dritte Person

Widerruf Vollmacht und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Anmelde- bestätigung (HV-Ticket):	_____	Name Firma:	_____
Anzahl Aktien:	_____	Vorname:	_____
Telefon-Nummer*:	_____	E-Mail- Adresse*:	_____

Bis spätestens **25. März 2026, 18.00 Uhr (MEZ)**, zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

Sartorius Aktiengesellschaft
c/o CAPTRACE GmbH
Trimbургstr. 2
81249 München
Deutschland

oder per **E-Mail**: sartorius@captrace.com

Bitte eindeutig ankreuzen:

☐ Ich | Wir **widerrufe(n)** hiermit die zur Hauptversammlung am 26. März 2026 erteilte **Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**.

☐ Ich | Wir **widerrufe(n)** hiermit die zur Hauptversammlung am 26. März 2026 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 25. März 2026, 18.00 Uhr (MEZ) bitte an folgende Adresse: Sartorius Aktiengesellschaft, c/o CAPTRACE GmbH, Trimbургstr. 2, 81249 München, Deutschland oder per E-Mail an **sartorius@captrace.com**.
- Nach dem 25. März 2026, 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 25. März 2026, 18.00 Uhr (MEZ) an folgende Adresse: Sartorius Aktiengesellschaft, c/o CAPTRACE GmbH, Trimburgstr. 2, 81249 München, Deutschland oder per E-Mail an **sartorius@captrace.com**.
- Nach dem 25. März 2026, 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.