

Widerruf der Vollmacht

zu Eintrittskartenummer _____ über _____ Stückaktien der Sartorius Aktiengesellschaft

Ich/Wir _____ widerrufe/n hiermit die von mir/uns am _____ 2018 an

die von der Sartorius Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Marina Ciottariello und Herrn Mirko Koch, beide Göttingen

Herrn/Frau _____
bevollmächtigter Dritter

wohnhaft in _____
Wohnort

erteilte Vollmacht, mich/uns in der für den **5. April 2018** einberufenen Hauptversammlung der Sartorius Aktiengesellschaft zu vertreten und meine/unsere Rechte (insbesondere das Stimmrecht) für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweise:

Der Widerruf der Vollmacht bedarf der Textform (§126b BGB).

Sofern Sie die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilte Vollmacht widerrufen, übermitteln Sie den Widerruf bis zum Ablauf des **4. April 2018 (24.00 Uhr (MESZ))** (eingehend) bitte an folgende Adresse: Sartorius Aktiengesellschaft c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Fax: 089.889.690.633, E-Mail: sartorius@better-orange.de

Nach diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, den Widerruf der Vollmacht am Zugangsschalter der Hauptversammlung zu überreichen.

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 den Widerruf bis zum Ablauf des **4. April 2018 (24.00 Uhr (MESZ))** (eingehend) bitte an folgende Adresse: Sartorius Aktiengesellschaft c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Fax: 089.889.690.633, E-Mail: sartorius@better-orange.de

Nach diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, den Widerruf der Vollmacht am Zugangsschalter der Hauptversammlung zu überreichen.

Sartorius Aktiengesellschaft