

## Widerruf der Vollmacht

zu Eintrittskartenummer \_\_\_\_\_ über \_\_\_\_\_ Stückaktien der Sartorius Aktiengesellschaft

Ich/Wir \_\_\_\_\_ widerrufe/n hiermit die von mir/uns am \_\_\_\_\_ 2017 an

die von der Sartorius Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Leonie Helbling und Frau Marina Ciottariello, beide Göttingen

Herrn/Frau \_\_\_\_\_  
bevollmächtigter Dritter

wohnhafte in \_\_\_\_\_  
Wohnort

erteilte Vollmacht, mich/uns in der für den **6. April 2017** 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 **5. April 2017 (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](mailto: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 **5. April 2017 (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](mailto:sartorius@better-orange.de)

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

Sartorius Aktiengesellschaft