

WIDERRUF der Vollmacht

zu Eintrittskarte Nummer _____ über _____ Stückaktien der Sartorius AG

Ich/Wir _____ widerrufe(n) hiermit die von mir/uns

am _____ 2015 an

die von der Sartorius AG benannten Stimmrechtsvertreter, Frau Inga Stucke und Frau Marina Ciottariello, beide Göttingen,

Frau/Herrn _____
bevollmächtigter Dritter

wohnhaft in _____
Wohnort

erteilte Vollmacht mich/uns in der auf den 09. April 2015 einberufenen Hauptversammlung der Sartorius AG 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 08. April 2015 um 24.00 Uhr (eingehend) bitte an folgende Adresse: Sartorius AG c/o HCE Haubrok AG, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 89.21027.289 oder per E-Mail an meldedaten@hce.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 08. April 2015 um 24.00 Uhr (eingehend) bitte an folgende Adresse:
Sartorius AG c/o HCE Haubrok AG, Landshuter Allee 10, 80637 München, Telefax: +49 89.21027.289 oder per E-Mail an meldedaten@hce.de
- Nach diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, den Widerruf der Vollmacht am Zugangsschalter der Hauptversammlung zu überreichen.

Sartorius AG