

Vollmacht

Eintrittskartennummer _____

Anzahl Stückaktien _____

Ich/Wir (Depotinhaber)

Vorname

Name

Postleitzahl

Wohnort

bevollmächtigen hierdurch

Herrn/Frau (Bevollmächtigter)

Vorname

Name

Postleitzahl

Wohnort

mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmacht und befreit von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Sartorius Aktiengesellschaft am **07. April 2016** zu vertreten und meine/unsere Rechte (insbesondere das Stimmrecht) für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift Depotinhaber

Sartorius AG