

VOLLMACHT

Eintrittskarten-Nummer: _____

Anzahl Stückaktien: _____

Ich/Wir

Vorname Depotinhaber

Name Depotinhaber

Postleitzahl Depotinhaber

Wohnort Depotinhaber

bevollmächtigen hierdurch Herrn/Frau

Vorname Bevollmächtigte(r)

Name Bevollmächtigte(r)

Postleitzahl Bevollmächtigte(r)

Wohnort Bevollmächtigte(r)

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 09. April 2015 zu vertreten und meine/unsere Rechte (insbesondere das Stimmrecht) für mich/uns auszuüben.

Ort, Datum

Unterschrift Depotinhaber