

**Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Sartorius AG
zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“
gemäß § 161 Aktiengesetz**

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 05. Mai 2015 vollumfänglich entsprochen wird.

Seit der Abgabe der letztjährigen Entsprechenserklärung wurde den Empfehlungen der Regierungskommission in der gültigen Fassung entsprochen.

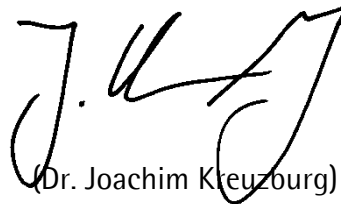
Göttingen, den 08. Dezember 2016

Für den Aufsichtsrat



(Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot)

Für den Vorstand



(Dr. Joachim Kreuzburg)