

**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 elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 15. Mai 2012 vollumfänglich entsprochen wird.

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

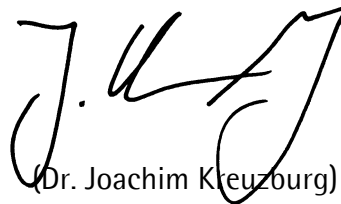
Göttingen, den 07. Dezember 2012

Für den Aufsichtsrat



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

Für den Vorstand



(Dr. Joachim Kreuzburg)

Den vollständigen und aktuellen Deutschen Corporate Governance Kodex finden Sie auf den folgenden Seiten im Internet: www.ebundesanzeiger.de und www.corporate-governance-code.de