

## Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Joachim Kreuzburg

Göttingen, 5. Dezember 2019 – Der Aufsichtsrat der Sartorius AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Kreuzburg vorzeitig um weitere fünf Jahre bis zum 10. November 2025 zu verlängern. „Wir freuen uns sehr, die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit Joachim Kreuzburg fortzusetzen“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Lothar Kappich. „Sartorius hat sich unter seiner Führung herausragend entwickelt. Joachim Kreuzburg verfolgt die richtige Strategie und gewinnt die Mitarbeiter für anspruchsvolle Ziele. Mit der Vertragsverlängerung sichern wir nach den zu Jahresbeginn erfolgten zwei Neubesetzungen im Vorstand gleichzeitig die notwendige Kontinuität an der Unternehmensspitze.“

Kreuzburg betonte: „Sartorius ist ein tolles Unternehmen mit einem hervorragenden Team und ungewöhnlich vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr, die Zukunft des Unternehmens weiter gestalten zu können.“ Kreuzburg gehört dem Vorstand seit dem 11. November 2002 an und steht seit dem 1. Mai 2003 an dessen Spitze.

Folgen Sie Sartorius auf [Twitter](#) @Sartorius\_Group und auf [LinkedIn](#).

### Lebenslauf Joachim Kreuzburg

<https://www.sartorius.com/en/company/about-sartorius-ag/executive-board-de>

### Aktuelles Fotomaterial

<https://www.sartorius.com/en/company-de/newsroom-de/downloads-publications-de>

### Sartorius in Kürze

Der Sartorius-Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen von komplementären Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,57 Milliarden Euro. Aktuell sind mehr als 8.900 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

---

### Kontakt

Petra Kirchhoff | Leiterin Konzernkommunikation

+49 (0)551.308.1686 | [petra.kirchhoff@sartorius.com](mailto:petra.kirchhoff@sartorius.com) | [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)