

Göttingen, 17. Dezember 2020

## Sartorius refinanziert Konsortialkredit und erhöht Finanzierungsspielräume

- Kreditvolumen liegt nun bei 600 Millionen Euro
- Internationales Bankenkonsortium unter Führung von BNP Paribas, Commerzbank und UniCredit

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat seinen Konsortialkredit refinanziert und auf 600 Millionen Euro aufgestockt. Das Unternehmen unterzeichnete den Kreditvertrag mit einem internationalen Bankenkonsortium unter der Führung von BNP Paribas, Commerzbank und UniCredit. Mit der Erhöhung der bisherigen, bis Ende 2021 laufenden Kreditlinie um 200 Millionen Euro und Erweiterung des Konsortiums um J.P. Morgan und UniCredit passt Sartorius die Konsortialkreditlinie seinem starken Wachstum an.

„Die neue Kreditvereinbarung stellt nach drei Akquisitionen im Jahr 2020 unsere finanzielle Flexibilität sicher und bietet Spielraum für weitere strategische Maßnahmen. Wir haben den Kredit in einem zunehmend angespannten Marktumfeld zu sehr attraktiven Konditionen abgeschlossen. Dies spiegelt das Vertrauen der Banken in die finanzielle Stärke und positiven Perspektiven von Sartorius wider,“ sagte Rainer Lehmann, Finanzvorstand von Sartorius. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit von drei Jahren und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

### 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 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,83 Milliarden Euro. Ende 2019 waren mehr als 9.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

## **Kontakt**

Timo Lindemann

Corporate Communications

+49 (0)551.308.4724

[timo.lindemann@sartorius.com](mailto:timo.lindemann@sartorius.com)

[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

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