

Göttingen, 7. September 2020

## Sartorius platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 750 Millionen Euro

- Transaktion mehr als dreifach überzeichnet
- Volumen von 300 Millionen auf 750 Millionen Euro angehoben

Sartorius, ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie, hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 750 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Schuldschein wurde mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren emittiert und war deutlich überzeichnet. „Das große Interesse sehen wir als klaren Beleg unserer Attraktivität für Investoren“, sagte Rainer Lehmann, Finanzvorstand von Sartorius.

Angesichts der hohen Nachfrage konnte das angestrebte Mindestvolumen von 300 Millionen Euro deutlich überschritten werden. Ein Großteil der Mittel wird zur vorzeitigen Ablösung des Brückendarlehens verwendet, das Sartorius Ende April im Zusammenhang mit der Akquisition ausgewählter Life-Science-Geschäfte von Danaher aufgenommen hatte.

### 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 nach vorläufigen Zahlen 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)  
sartorius.com

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