

Göttingen, 7. Dezember 2020

Sartorius zahlt Mitarbeitern Corona-Bonus

- Dank und Wertschätzung für Engagement und Flexibilität der Mitarbeiter in der Coronavirus-Pandemie sowie Anerkennung der zusätzlichen Belastungen
- Gesamtsumme von rund zehn Millionen Euro

Als Dank für das außerordentliche Engagement und die besonderen Leistungen in diesem Jahr zahlt das Life-Science-Unternehmen Sartorius seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Corona-Bonus von insgesamt rund zehn Millionen Euro. In Deutschland sind dies 1000 Euro für jeden Mitarbeiter.

„Das Jahr 2020 war eine große Herausforderung für uns alle, sowohl privat als auch beruflich. Vor allem unsere Mitarbeiter in Produktion, Logistik, Laboren und anderen Bereichen, die keine Möglichkeit hatten, im Homeoffice zu arbeiten, waren besonders gefordert. Da Sartorius mit seinen Produkten direkt an der Entwicklung und Herstellung von Coronavirus-Impfstoffen und Covid-19- Therapeutika beteiligt ist, war es essenziell wichtig, unsere Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten. Wir konnten diese Herausforderung dank des großen Engagements und der Flexibilität aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich meistern. Deshalb haben wir uns entschlossen, insgesamt rund zehn Millionen Euro an Bonus auszuzahlen als Anerkennung dafür, was hier geleistet worden ist“, sagte der Sartorius-Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg.

Die vom Vorstand beschlossene Sonderzahlung gilt für die mehr als 10.000 Beschäftigten und Leiharbeitnehmer von Sartorius weltweit und wird im Dezember 2020 ausgezahlt.

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

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

www.sartorius.com

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