

Göttingen, 3. Dezember 2021

Sartorius-Beschäftigte erhalten Bonus für ihr Engagement und ihre Flexibilität im Jahr 2021

- Gesamtsumme von rund 20 Millionen Euro

Das Life-Science-Unternehmen Sartorius dankt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das große Engagement und die besonderen Leistungen im Jahr 2021 mit einer Sonderprämie von insgesamt rund 20 Millionen Euro. In Deutschland sind dies 1.500 Euro für jeden Mitarbeiter.

„Das zweite Ausnahmejahr unter Pandemiebedingungen ist fast vorbei. Der deutlich gestiegene Bedarf nach unseren innovativen Lösungen für die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten war und ist eine Herausforderung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind in diesem Jahr viele Extrameilen gegangen, damit wir unsere Kunden zuverlässig mit dringend benötigten Produkten beliefern können, und dafür danken wir ihnen herzlich. Als Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit wird Sartorius erneut eine Sonderprämie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen“, sagte der Sartorius-Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg.

Die Sonderzahlung gilt für weltweit mehr als 13.000 Beschäftigte und wird im Dezember 2021 ausgezahlt. Bereits im vergangenen Jahr hatte Sartorius an damals mehr als 10.000 Mitarbeiter eine Corona-Prämie in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro gezahlt.

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 komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

www.sartorius.com

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