

## Sartorius-Mitarbeiter spenden 44 Liter Blut

Göttingen, 12. Juni 2019 – Mehr als 80 Sartorius-Mitarbeiter haben heute auf dem Sartorius Campus rund 44 Liter Blut an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Göttingen gespendet. Für ärztliche Untersuchung, Aderlass, Ruhepause und Imbiss stellte das Unternehmen jeden Spender für eine Stunde von der Arbeit frei.

„Die Beteiligung zeigt, dass wir als einer der größten Arbeitgeber in der Region etwas bewegen können. Viele Mitarbeiter haben auch schon an Typisierungsmaßnahmen für eine Knochenmarkspende teilgenommen“, sagt Petra Kirchhoff, Leiterin der Sartorius-Unternehmenskommunikation.

Täglich werden in Deutschland 15.000 Blutspenden für Patienten mit Krebs-, Herz-, Magen- oder Darmerkrankungen, aber auch für Unfallopfer benötigt. Alleine in Niedersachsen braucht es laut DRK täglich 2.300 Blutspender, um den Bedarf zu decken.

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

### 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 8.500 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)