

Sartorius-Azubis im Einsatz für den guten Zweck

- **14 Auszubildende arbeiten für eine Woche in sozialen Einrichtungen**

Göttingen, 22. November 2019 – Essensausgabe und Kleiderstation statt Betriebsrestaurant und Azubiwerkstatt: 14 Sartorius-Auszubildende haben für eine Woche ihren Arbeitsalltag gegen Aufgaben in sozialen Einrichtungen getauscht. An der vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) initiierten Aktion „Aspect Change“, die das Engagement von karitativen Organisationen in den Fokus rücken will, nimmt Sartorius zum wiederholten Mal teil.

„Wir ermutigen unsere Auszubildenden, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Durch die Zusammenarbeit mit dem KDA lernen sie den Umgang mit Menschen kennen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden“, sagt Brigitte Wilhelm-Nienaber, Ausbildungsleiterin bei Sartorius.

Nach einem Vorbereitungstag packten die Berufsstarter in verschiedenen Institutionen aus der Göttinger Umgebung mit an. Sie teilten Essen aus, verteilten Kleidung oder arbeiteten in den Werkstätten mit. Eingesetzt wurden die Azubis in der Bahnhofsmision Göttingen, der Diakonie Christophorus, dem Drogenberatungszentrum (DROBZ), der Flüchtlingsunterkunft auf den Zieten, den Göttinger Werkstätten, der Inneren Mission Friedland, der Tafel Göttingen und der Straßensozialarbeit (Straso). Zum Abschluss der Aktion berichteten die jungen Menschen am Freitag vor Vertretern des Unternehmens, der Einrichtungen und des KDA über ihre Erfahrungen.

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 8.900 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Timo Lindemann | Konzernkommunikation

+49 (0)551.308.4724 | timo.lindemann@sartorius.com | www.sartorius.com