

Sartorius-Jubilare feiern 2.921 Jahre Berufserfahrung

Göttingen, 30. November 2017 – Auf insgesamt 2.921 Jahre Sartorius-Erfahrung kommen die 125 Jubilare, die am Donnerstagabend auf dem Sartorius Campus gemeinsam gefeiert haben. Das Unternehmen bedankte sich mit der Jubilarfeier bei seinen langjährigen Mitarbeitern der Sartorius-Standorte in Göttingen und Guxhagen. 22 Mitarbeiter wurden für eine Betriebszugehörigkeit von 40 Jahren und mehr ausgezeichnet. Sogar ein 50-jähriges Jubiläum konnte gefeiert werden. Ihr Sartorius-Wissen stellten die Gäste souverän beim „Quiz der Jubilare“ unter Beweis. Per Video-Botschaft kamen Glückwünsche von Kollegen und Führungskräften. Live-Musik und Kulinarisches rundeten den Abend ab.

Aktuelles Fotomaterial

Schirmherrin Karin Sartorius-Herbst (vordere Reihe, vierte von rechts) und der Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg (hinten) inmitten einiger Sartorius-Jubilare, die bereits 40 Jahre und länger im Unternehmen arbeiten.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Pharma- und Laborzulieferer mit den beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products & Services. Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Lab Products & Services konzentriert sich mit Premium-Laborinstrumenten, Verbrauchsmaterialien und Service auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie auf akademische Forschungseinrichtungen. Das 1870 gegründete Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Mehr als 6.900 Menschen sind an den rund 50 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Petra Kirchhoff
Leiterin Konzernkommunikation
+49 (0)551.308.1686
petra.kirchhoff@sartorius.com