

L'ambassadrice Anne-Marie Descôtes en visite chez Sartorius Stedim Biotech

Göttingen, 5 décembre 2018 – À l'occasion de sa visite sur le site de Sartorius à Göttingen, l'ambassadrice de France en Allemagne Anne-Marie Descôtes s'est informée de l'évolution de Sartorius Stedim Biotech. Elle s'est entretenue avec le Conseil d'administration dirigé par le président-directeur général Joachim Kreuzburg, soulignant la croissance fulgurante de l'entreprise sous l'égide de Sartorius depuis plus de onze ans.

« La fusion de Stedim Biosystems avec la division biotechnologies de Sartorius, deux leaders du marché, est un bel exemple de réussite franco-allemande, comme l'attestent également nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires. Au cours des dix dernières années, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance de près de 13 % par an et plus que décuplé le cours de ses actions. Nous avons aussi investi dans notre site français à Aubagne, qui compte aujourd'hui un millier d'employés, soit environ quatre fois plus qu'en 2007 », déclare Joachim Kreuzburg.

La division biotechnologies de Sartorius AG a fusionné avec l'entreprise française Stedim Biosystems S.A. en 2007 pour devenir l'actionnaire majoritaire de la société Sartorius Stedim Biotech S.A. Cotée en bourse, elle est notamment leader du marché des poches stériles à usage unique pour applications biopharmaceutiques. Sartorius Stedim Biotech emploie aujourd'hui plus de 5 600 collaborateurs dans le monde entier.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans l'industrie biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en toute sécurité et efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim Biotech couvre presque toutes les étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les technologies à usage unique et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique fulgurante de son secteur d'activité. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 5 100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 081,0 millions d'euros sur l'exercice 2017.

Contact

Petra Kirchhoff | Vice-présidente de la communication et des relations investisseurs du groupe
+49 (0)551.308.1686 | petra.kirchhoff@sartorius.com