

Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Sartorius Stedim Biotech S.A.
Z.I. Les Paluds
Avenue de Jouques
B.P. 1051
13781 Aubagne - France
www.sartorius-stedim.com

Aubagne | Goettingen, le 6 janvier 2011 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société SARTORIUS STEDIM à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2010, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Contact Département
Finance & Relations
Investisseurs :
Andreas Wiederhold
Tél. +49(0)551.308.1668

- **Nombre d'actions : 5 117**
- **Solde en espèce du compte de liquidité : 229 006,27 €**

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2010, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- **Nombre d'actions : 7 901**
- **Solde en espèces du compte de liquidité : 146 386,33 €**

Profil de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Avec des solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la filtration, du traitement, du stockage des fluides ainsi que des technologies de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech aide ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques avec rapidité et rentabilité. Avec une concentration claire sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique fulgurante de son secteur.

Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et à ses partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces, vivant ainsi au jour le jour sa philosophie « turning science into solutions ». Sartorius Stedim Biotech est cotée à la Bourse de Paris Euronext et a son siège social à Aubagne en France. Dotée de 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, l'entreprise assure une présence mondiale. Son principal site de production et de développement se trouve en Allemagne. L'entreprise emploie environ 2 400 personnes et a réalisé sur l'exercice 2009 un chiffre d'affaires de 401,2 millions d'euros.

Contact :

Joerg Pfirrmann

Département Finance

Tél : +49 (0)551/ 308.4076

Fax: +49 (0)551/ 308.3410

joerg.pfirrmann@sartorius.com

Andreas Wiederhold

Département Finance & Relations Investisseurs

Tél: +49 (0)551/ 308.1668

Fax: +49 (0)551/ 308.3153

andreas.wiederhold@sartorius.com

Sartorius Corporate Administration GmbH, 37070 Goettingen, Allemagne

<http://www.sartorius-stedim.com>