

## **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](http://www.sartorius-stedim.com)

Aubagne | Goettingen, le 4 janvier 2010 - 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 2009, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

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

- **Nombre d'actions : 11 396**
- **Solde en espèce du compte de liquidité : 101 892,10 €**

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2009, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- **Nombre d'actions : 4 691**
- **Solde en espèces du compte de liquidité : 158 342,09 €**

### **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 pharmaceutique. 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.

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 plus de 2 300 personnes et a réalisé sur l'exercice 2008 un chiffre d'affaires de 368,0 millions d'euros.

---

**Contact :**

Joerg Pfirrmann

Département Finance

Tél : +49 (0)551/ 308-4076

Fax: +49 (0)551/ 308-3410

[joerg.pfirrman@sartorius.com](mailto:joerg.pfirrman@sartorius.com)

Andreas Wiederhold

Département Finance & Relations Investisseurs

Tél: +49 (0)551/ 308-1668

Fax: +49 (0)551/ 308-3153

[andreas.wiederhold@sartorius.com](mailto:andreas.wiederhold@sartorius.com)

Sartorius Corporate Administration GmbH, 37070 Goettingen, Allemagne

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