

## Bilan Annual du contract de liquidité contracte avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Aubagne | Goettingen, le 3 juillet - Au titre du contrat de liquidité confié par la société SARTORIUS STEDIM à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- **Nombre d'actions : 2638 titres**
- **Solde en espèce du compte de liquidité : 276791,03 €**

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 30 décembre 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- **Nombre d'actions : 3674 titres**
- **Solde en espèces du compte de liquidité : 241,834.00 €**

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)

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

### 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, de la purification, du traitement et 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 2 800 personnes et a réalisé sur l'exercice 2011 un chiffre d'affaires de 477,3 millions d'euros.

---

#### Contact :

Petra Kirchoff  
Service Communication Group  
Tél : +49 (0)551/ 308.1686  
Fax: +49 (0)551/ 308.3572  
[petra.kirchoff@sartorius.com](mailto:petra.kirchoff@sartorius.com)

Andreas Theisen  
Département Finance & Relations Investisseurs  
Tél: +49 (0)551/ 308.1668  
Fax: +49 (0)551/ 308.3153  
[andreas.theisen@sartorius.com](mailto:andreas.theisen@sartorius.com)

Sartorius Corporate Administration GmbH, 37070 Goettingen, Allemagne  
<http://www.sartorius-stedim.com>