

**BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE
GILBERT DUPONT**

Sartorius Stedim Biotech SA
Z.I. Les Paluds
Avenue de Jouques, CS 91051
13781 Aubagne Cedex, France

t:+33.(0)4.42.84.56.00
f:+33.(0)4.42.84.56.19
www.sartorius-stedim.com

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SARTORIUS STEDIM BIOTECH à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- **Nombre d'actions : 1 475 titres**
- **Solde en espèce du compte de liquidité : 334 358,31 €**

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- **Nombre d'actions : 3 688 titres**
- **Solde en espèces du compte de liquidité : 175 147,35 €**

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 coeur 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 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, l'entreprise assure une présence mondiale. Son principal site de production et de développement se trouve en Allemagne. L'entreprise emploie environ 3 000 personnes et a réalisé sur l'exercice 2012 un chiffre d'affaires de 544 millions d'euros.

Contact :

Petra Kirchhoff
Service Communication Groupe
Tél : +49 (0)551 | 308.1686
Fax : +49 (0)551 | 308.3572
petra.kirchhoff@sartorius.com

Andreas Theisen
Service Relations Investisseurs
Tél : +49 (0)551 | 308.1668
Fax : +49 (0)551 | 308.3153
andreas.theisen@sartorius.com

Sartorius Corporate Administration GmbH, 37070 Goettingen, Allemagne
Tél. : +49(0)551.308.1686 - Fax : +49(0)551.308.3410