

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

Sartorius Stedim Biotech SA
Z.I. Les Paluds
Avenue de Jouques,
B.P. 1051
13781 Aubagne Cedex, France

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 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 715 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 425557,47 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 1 475 titres
- Solde en espèces du compte de liquidité : 326 847,50 €

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech (SSB) 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 et du transport des fluides ainsi que des technologies de laboratoire, SSB aide ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques avec sûreté, rapidité et rentabilité. Avec une concentration claire sur les technologies à usage unique novatrices et les services créateurs de plus-values, SSB 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 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 affiche une présence mondiale. L'entreprise emploie environ 3 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 544 millions d'euros sur l'exercice 2012. www.sartorius.com

Contact : Svenja Schildknecht, Relations Investisseurs
Tél. : +49(0)551.308.3232 - Fax : +49(0)551.308.3410
svenja.schildknecht@sartorius.com