

Sartorius Stedim Biotech S.A. - 13781 Aubagne France

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, 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 à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 688 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 175 147 €

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 30 juin 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 638 titres

Solde en espèces du compte de liquidité : 276 791 €

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services de pointe destinés aux processus de développement, d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. Grâce à ses solutions intégrées dans les domaines de la fermentation, de la culture de cellules, de la filtration, de la purification, du traitement et du stockage des fluides ainsi que des techniques de laboratoire, Sartorius Stedim Biotech aide ses clients à développer et à fabriquer leurs médicaments biotechnologiques en toute sécurité, avec rapidité et rentabilité. Avec sa forte concentration sur les technologies à usage unique et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique fulgurante de son secteur d'activité. Fortement ancrée dans la communauté scientifique et étroitement liée à ses clients et partenaires technologiques, l'entreprise transforme la science en solutions efficaces, chaque jour fidèle à sa philosophie « turning science into solutions ».

Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée à la Bourse de Paris Euronext. 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, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Son principal site de production et de développement se trouve en Allemagne. Le groupe Sartorius Stedim Biotech emploie environ 2 850 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 477,3 millions d'euros sur l'exercice 2011.

Contact : Petra Kirchhoff, direction de la communication du groupe Sartorius Corporate Administration GmbH, 37070 Goettingen, Allemagne

Tél.: +49(0)551.308.1686 - Fax: +49(0)551.308.3410

e-mail: petra.kirchhoff@sartorius.com