

Modification du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SARTORIUS STEDIM Biotech à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un apport complémentaire de 100 000 € en date du 19 mai 2009.

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2008, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions SARTORIUS STEDIM : 5 110
- Solde en espèce du compte de liquidité : 67 950,80 €

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

Sartorius Stedim Biotech S.A.
Z.I. des Paluds
Avenue de Jouques
B.P. 1051
13781 Aubagne - France

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

Aubagne | Göttingen,
le 19 mai 2009