

Assemblée générale annuelle mixte
Le 5 avril 2016 à 13h30 au siège social de l'entreprise à Aubagne

DOCUMENT DE REFERENCE 2015

Le Document de Référence 2015 est consultable sur le site internet de l'entreprise : www.sartorius.com

Croissance à deux chiffres des prises de commandes et du chiffre d'affaires

Fournisseur leader de l'industrie biopharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech (SSB) a clos l'exercice 2015 par des hausses de 19,4 % du chiffre d'affaires et de 21,1 % des prises de commandes. La croissance a bénéficié d'une dynamique de marché soutenue et SSB continue par ailleurs à gagner des parts de marché. La demande est restée forte sur l'ensemble du portefeuille et la totalité des zones géographiques ont contribué à la croissance, les Amériques en tête.

Résultats en hausse

SSB a continué d'enregistrer une hausse plus que proportionnelle de ses résultats, attribuable principalement à des économies d'échelle. L'EBITDA courant a progressé de 44,2 % à 231,3 millions d'euros ; la marge d'EBITDA courant a atteint 26,2 %. Le résultat net courant par action est en hausse en glissement annuel, à 9,06 euros contre 5,68 euros pour la même période en 2014.

Une solide performance financière

La situation financière de SSB s'est renforcée encore davantage comme le montre le ratio de fonds propres à 60,7 % et le ratio d'endettement net / EBITDA courant à 0,4. L'endettement net était à 86,4 millions d'euros à la clôture de l'exercice.

Perspectives positives pour 2016

Sur la base du positionnement stratégique unique de SSB et des bonnes conditions actuelles du marché biopharmaceutique, le développement de l'activité devrait se poursuivre tout au long de l'exercice en cours. Plus précisément, la direction prévoit des hausses du chiffre d'affaires entre 12 % et 16 % et de la marge d'EBITDA courant d'environ un point de pourcentage ; à taux de change constant.

Objectifs financiers 2020 mis à jour et précisés

SSB a revu ses objectifs de croissance à long terme pour 2020 définis en 2011. Au vu du succès de son exécution à ce jour, la direction prévoit pour 2020 un chiffre d'affaires d'environ 1,5 à 1,6 milliard d'euros et une marge d'EBITDA courant d'environ 29 à 30 %. Ces deux chiffres sont à considérer à taux de change constant. Ceci prend également en compte que les acquisitions futures n'auront pas ou peu d'effet dilutif sur les résultats de SSB.