

Publication d'informations privilégiées conformément à l'article 17 MAR

Sartorius Stedim Biotech augmente ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2021

Le très bon niveau de prises de commandes au cours des 10 premières semaines de l'année 2021 et la demande soutenue, qui devrait se maintenir tout au long de l'année, ont amené Sartorius Stedim Biotech à relever ses prévisions de croissance pour l'exercice 2021. Au vu des projections d'augmentation du chiffre d'affaires et des économies d'échelle significatives, les perspectives de profit de l'entreprise ont aussi été revues à la hausse. La direction anticipe maintenant une croissance du chiffre d'affaires consolidé proche de 38 % (auparavant de 20 % à 26 %) et une marge d'EBITDA courant¹ d'environ 33 % (contre 32 % environ auparavant) pour le groupe. La majeure partie du surcroît d'activité attendu est liée à la pandémie de coronavirus, car de nombreux produits de Sartorius Stedim Biotech sont utilisés pour fabriquer des vaccins.

La prévision actuelle pour le ratio d'investissement¹ du groupe est proche de 14 % (15 % auparavant) en raison de l'augmentation de la base du revenu. L'endettement net par rapport à l'EBITDA courant¹ est désormais attendu à environ 0,6 à la fin de l'exercice (environ 0,75 auparavant). Ces projections ne tiennent pas compte des éventuelles acquisitions.

Comme toujours, tous les chiffres sont indiqués à taux de change constant.

En raison de la pandémie, ces prévisions sont toujours soumises à un degré d'incertitude plus important qu'à l'accoutumée et supposent, en particulier, que les chaînes d'approvisionnement resteront stables et que les lignes de production continueront de fonctionner normalement. Les objectifs à moyen terme d'ici 2025, qui ont été mis à jour en janvier 2021, ne sont pas affectés cet ajustement.

Sartorius Stedim Biotech publiera ses chiffres du premier trimestre 2021 le 21 avril 2021, comme prévu.

¹ Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d'améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.

- EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents
- Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période
- Ratio d'investissement : dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires pour la même période

Aubagne, France, le 18 mars 2021 – 6h03

La présente notification au titre de l'article 17 MAR contient des déclarations sur le développement futur du Groupe Sartorius Stedim Biotech. Le contenu de ces déclarations ne peut être garanti car elles sont basées sur des hypothèses et des estimations qui comportent certains risques et incertitudes. En outre, Sartorius Stedim Biotech se réserve le droit de ne pas être responsable

de l'actualité, de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de la qualité des informations fournies. Les demandes de responsabilité concernant les dommages causés par l'utilisation de toute information fournie, y compris tout type d'information incomplète ou incorrecte, seront donc rejetées.

Contact

Petra Kirchoff

Head of Corporate Communications & IR

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchoff@sartorius.com

sartorius.com