

Chiffres clés

Montant en millions € conformément à la réglementation IFRS, sauf indications particulières	2023	Δ in %	2022	2021	2020	2019
Prises de commandes, chiffres d'affaires, résultat						
Prises de commandes ¹	2 476,1	-25,3	3 314,8	3 664,4	2 381,0	1 543,5
Chiffre d'affaires	2 775,5	-20,5	3 492,7	2 887,0	1 910,1	1 440,6
EBITDA courant ^{2,3}	785,4	-35,7	1 221,4	1 033,4	604,7	421,5
EBITDA courant ^{2,3} en % de chiffre d'affaires	28,3	-6,7pp	35,0	35,8	31,7	29,3
Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle	309,7	-64,6	876,1	414,4	335,9	234,5
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle ⁴	385,9	-51,6	796,6	687,8	383,8	263,0
Frais de recherche et développement	129,5	-2,2	132,4	110,5	84,5	79,2
Données financières par action						
Résultat net par action (en €)	3,36	-64,6	9,51	4,50	3,64	2,54
Résultat net par action (en €) ⁴	4,19	-51,6	8,64	7,46	4,16	2,85
Dividende par action (en €)	0,69 ⁵	-52,1	1,44	1,26	0,68	0,34
Bilan						
Total du bilan	7 739,9	52,8	5 065,4	3 951,1	2 856,7	1 845,4
Capitaux propres	2 673,2	6,3	2 514,2	1 733,2	1 461,0	1 188,9
Pourcentage de capitaux propres (en %) ⁶	34,5	-15,1pp	49,6	43,9	51,1	64,4
Situation financière						
Investissements en % du chiffre d'affaires	17,1	4,8pp	12,3	11,2	8,3	9,4
Dépréciation et amortissement	237,6	32,1	179,9	141,5	100,3	72,8
Flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle ⁷	746,4	21,9	612,3	701,9	416,9	310,1
Endettement financier net ⁸	3 565,2	246,6	1 028,6	401,9	527,3	110,4
Ratio endettement net EBITDA courant ^{2,3,9}	4,5		0,8	0,4	0,8	0,3
Nombre total de collaborateurs au 31 décembre						
	10 662	-10,7	11 934	10 409	7 566	6 223

1 Toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré.

2 Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents.

3 Pour plus d'informations sur les indicateurs EBITDA, le résultat net courant et la présentation retraitée, merci de vous référer au chapitre sur l'évolution des activités du groupe et le glossaire.

4 Résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés.

5 Montant proposé par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires.

6 Rapport des capitaux propres sur le total bilan.

7 Les intérêts reçus sont présentés dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation depuis l'exercice 2022. Le chiffre de l'exercice précédent ont été retraités en conséquence.

8 L'endettement net exclut le passif lié au solde des acquisitions ; 2023 : 80,6 millions d'euros, 2022 : 245,1 millions d'euros, 2021 : 518,7 millions d'euros, 2020 : 127,8 millions d'euros, 2019 : 72,5 millions d'euros.

9 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.

L'action Sartorius Stedim Biotech comparée aux CAC Large 60 (indexé)

