

# Chiffres clés

Montant en millions € conformément à la réglementation IFRS, sauf indications particulières	2022	Δ in %	2021	2020	2019	2018
<b>Prises de commandes, chiffres d'affaires, résultat</b>						
Prises de commandes	3 314,8	-9,5	3 664,4	2 381,0	1 543,5	1 307,3
Chiffre d'affaires	3 492,7	21,0	2 887,0	1 910,1	1 440,6	1 212,2
EBITDA courant <sup>1,2</sup>	1 221,4	18,2	1 033,4	604,7	421,5	342,4
EBITDA courant <sup>1,2</sup> en % de chiffre d'affaires	35,0	-0,8pp	35,8	31,7	29,3	28,2
Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle	876,1	111,4	414,4	335,9	234,5	208,1
Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle <sup>3</sup>	796,6	15,8	687,8	383,8	263,0	219,3
Frais de recherche et développement	132,4	19,9	110,5	84,5	79,2	60,6
<b>Données financières par action</b>						
Résultat net par action (en €)	9,51	111,4	4,50	3,64	2,54	2,26
Résultat net par action (en €) <sup>3</sup>	8,64	15,8	7,46	4,16	2,85	2,38
Dividende par action (en €)	1,44 <sup>4</sup>	14,3	1,26	0,68	0,34	0,57
<b>Bilan</b>						
Total du bilan	5 065,4	28,2	3 951,1	2 856,7	1 845,4	1 571,5
Capitaux propres	2 514,2	45,1	1 733,2	1 461,0	1 188,9	1 044,9
Pourcentage de capitaux propres (en %)	49,6	5,7pp	43,9	51,1	64,4	66,5
<b>Situation financière</b>						
Investissements en % du chiffre d'affaires	12,3	1,1pp	11,2	8,3	9,4	14,6
Dépréciation et amortissement	179,9	27,1	141,5	100,3	72,8	60,9
Flux de trésorerie générés par l'activité opérationnelle <sup>5</sup>	612,3	-12,8	701,9	416,9	310,1	227,3
Endettement financier net <sup>6</sup>	1 028,6	155,9	401,9	527,3	110,4	125,7
Ratio endettement net   EBITDA courant <sup>1,2,7</sup>	0,8	0,4pp	0,4	0,8	0,3	0,4
<b>Nombre total de collaborateurs au 31 décembre</b>						
	11 934	14,7	10 409	7 566	6 223	5 637

1 Courant (corrige des éléments non récurrents)

2 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.

3 Résultat net corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements au sens d'IFRS 3 et ajustements pour juste valeur des instruments de couvertures et des effets d'impôts pour chacun de ces éléments.

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

5 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.

6 L'endettement net exclut le passif lié au solde des acquisitions; 2022 : 245,1 millions d'euros, 2021 : 518,7 millions d'euros, 2020 : 127,8 millions d'euros, 2019 : 72,5 millions d'euros, 2018 : 8,7 millions d'euros

7 Rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pour cette période.

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

