

ERRATUM DU 01/03/2024 AU RAPPORT DE REMUNERATION 2023 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE MERE SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. CONTENU DANS LE DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Cet erratum a pour objet de corriger le montant de la rémunération fixe de Mr. Joachim Kreuzburg, Président-Directeur général du 1er janvier 2023 au 27 mars 2023, tel qu'indiqué dans le rapport de rémunération 2023 du Conseil d'administration et dans le rapport de gestion de la société mère Sartorius Stedim Biotech S.A. contenus dans le Document d'Enregistrement Universel 2023.

Le montant de la rémunération fixe de M. Joachim Kreuzburg, président-directeur général du 1er janvier 2023 au 27 mars 2023 est de 132 500 euros (au lieu de 150 000 euros).

En conséquence:

- Le tableau de la section "Rémunération de la Direction Générale" à la page 81 du Document d'Enregistrement Universel 2023 est remplacé par le tableau suivant :

Avantages accordés à l'équipe de direction¹

		Salaires de base fixes en milliers €	Prime annuelle en milliers €	Prime sur objectifs à long terme en milliers €
Total 2023	987	673	0	315
Joachim Kreuzburg 2023	198	133	0	66
René Fáber 2023	789	540	0	249
Total 2022	1520	788	336	396
Joachim Kreuzburg 2022	942	500	214	228
René Fáber 2022	578	288	122	168

¹ Pour de plus amples informations, merci de vous référer au chapitre Gouvernance d'entreprise (pages 84 à 116)

Dans la version française, le tableau ci-dessus est entièrement mis à jour, car il ne contenait pas la dernière version des chiffres en raison d'une erreur de traduction non matérielle.

- Le premier tableau de la section "Tableaux récapitulatifs des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social exécutif" à la page 132 du Document d'Enregistrement Universel 2023 est remplacé par le tableau suivant :

Joachim Kreuzburg (Président-Directeur Général jusqu'à Mars 27, 2023)

en milliers €	Année 2023	Année 2022
Rémunération payées	198	942
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice	0	0
Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice	0	0
Total	198	942

- Le premier tableau de la section "Synthèse de la rémunération de chaque dirigeant mandataire social exécutif" à la page 133 du Document d'Enregistrement Universel 2023 est remplacé par le tableau suivant :

Joachim Kreuzburg

(Président-Directeur Général jusqu'à Mars 27, 2023)

en milliers €	Année 2023		Année 2022	
	Montants dus	Montants versés	Montants dus	Montants versés
Rémunération fixe	133	133	500	500
Rémunération variable				
Payée annuellement	0	214	214	360
Prime sur objectifs à long terme	66	0	228	443
Total	198	347	942	1303

- Le tableau de la section "Ratios de rémunération" à la page 137 du Document d'Enregistrement Universel 2023 est remplacé par le tableau suivant :

		2023	2022	2021	2020	2019	
Joachim Kreuzburg (Président-Directeur Général à Mars 27, 2023)	Rémunération annuelle en milliers €	347	1303	472	427	400	
	Variation en %	-73%	176%	11%	7%		
	Ratio d'équité sur la rémunération moyenne	7	26	9	8	9	
	Variation en %	-73%	183%	12%	-6%		
	Ratio d'équité sur la rémunération médiane	8	33	12	10	11	
	Variation en %	-75%	183%	12%	-7%		
René Fáber (Directeur Général Délégué à Mars 27, 2023)	Rémunération annuelle en milliers €	212	651				
	Variation en %	-67%					
	Ratio d'équité sur la rémunération moyenne	4	13				
	Variation en %	-67%					
	Ratio d'équité sur la rémunération médiane	5	16				
	Variation en %	-70%					
René Fáber (Président-Directeur Général de Mars 28, 2023)	Rémunération annuelle en milliers €	450					
	Variation en %						
	Ratio d'équité sur la rémunération moyenne	9					
	Variation en %						
	Ratio d'équité sur la rémunération médiane	10					
	Variation en %						
Collaborateurs	Rémunération moyenne	51	51	52	53	46	
	Variation en %	0%	-2%	-1%	13%		
	Rémunération médiane	43	40	41	42	36	
	Variation en %	8%	-2%	-1%	15%		
	Performances de groupe	EBITDA courant	785	1221	1033	605	422
	Variation en %	-36%	18%	71%	43%		