

EUROFINS-CEREP
Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2025

Nombre de titres formant le capital	5 044
Nombre total de titres ayant droit de vote	5 044
Nombre total de voix	5 044

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	3	3	3
Pouvoirs au président	5	4 839	4 839
Présents	1	2	2
Mandats	0	0	0
Total	9	4 844	4 844

Quorum

96,03%

Résultat du vote

Résolution		Voix exprimées						Voix non exprimées		Votes par correspondance			Vote en séance			Titres ayant le droit de vote	Présents & Représentés		% du Capital Exprimés	Exclus			Etat Adoption
		Pour	%	Contre	%	Abstention	%	Nul	Blanc	Pour	Contre	Abstention	Pour	Contre	Abstention		Actions	Voix		Action	Voix	% Actions	
1	AGO	4 844	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	3	0	0	2	0	0	5 044	4 844	4 844	96,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
2	AGO	4 842	99,96%	2	0,04%	0	0,00%	0	0	1	2	0	2	0	0	5 044	4 844	4 844	96,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
3	AGO	13	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	3	0	0	2	0	0	213	4 844	13	0,26%	0	4 831	0,00%	Résolution Adoptée
4	AGO	4 843	100,00%	0	0,00%	1	0,02%	0	0	2	0	1	2	0	0	5 044	4 844	4 844	96,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
5	AGO	4 843	100,00%	0	0,00%	1	0,02%	0	0	2	0	1	2	0	0	5 044	4 844	4 844	96,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
6	AGO	4 843	100,00%	0	0,00%	1	0,02%	0	0	2	0	1	2	0	0	5 044	4 844	4 844	96,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
7	AGO	4 844	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	3	0	0	2	0	0	5 044	4 844	4 844	96,03%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée