

EUROFINS-CEREP
Assemblée Générale Ordinaire du 30 juillet 2026

Ordinaire	Actionnaires	Actions	Voix
Votes par correspondance	1	1	1
Pouvoirs au président	3	4 837	4 837
Présents	0	0	0
Mandats	0	0	0
Total	4	4 838	4 838

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

Quorum	95,92%
--------	--------

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	4 838	100,00%	0	0,00%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5 044	4 838	4 838	95,92%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
2	AGO	4 838	100,00%	0	0,00%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5 044	4 838	4 838	95,92%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée
3	AGO	4 838	100,00%	0	0,00%	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5 044	4 838	4 838	95,92%	0	0	0,00%	Résolution Adoptée