

Résolution 1: Approbation du projet de demande de radiation des titres de la Société des négociations sur Euronext Paris et admission sur Alternext

Quorum	Quorum atteint	Pour	Contre	Abstentions/nuls	%	Résultat
2 520 643	3 660 558	3 660 558	0	0	100%	Adoptée

Résolution 2 : Pouvoirs

Quorum	Quorum atteint	Pour	Contre	Abstentions/nuls	%	Résultat
2 520 643	3 660 558	3 660 558	0	0	100%	Adoptée

- Nombre d'actions de capital : 12 611 875
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 12 603 214
- Nombre d'actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance : 44