

Répartition du capital au 31 décembre 2025 ⁽¹⁾	Nombre d'actions	Nombre de droits de vote	% du capital et des droits de vote
Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL	4 831	4 831	95,78%
Public	213	213	4,22%
Total	5 044	5 044	100,00%

⁽¹⁾ A la connaissance de la Société