

**Résolutions à caractère ordinaire**

	Quorum à atteindre	Quorum atteint	Total actionnaires	Résultat	% de voix "Pour"	Pour	Contre	Abstentions/nuls
<b>1ère résolution</b> Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009	2 520 643	3 540 421	37	Adoptée	100%	3 540 421	0	0
<b>2ème résolution</b> Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009	2 520 643	3 540 421	37	Adoptée	100%	3 540 421	0	0
<b>3ème résolution</b> Affectation du résultat de l'exercice	2 520 643	3 540 421	37	Adoptée	100%	3 540 421	0	0
<b>4ème résolution</b> Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions	2 346 697	2 670 688	36	Adoptée	100%	2 670 688	0	0
<b>5ème résolution</b> Autorisation donnée au Conseil de mettre en oeuvre un contrat de liquidité dans le cadre du dispositif des articles L. 225-209-1 et suivants du Code de commerce	2 520 643	3 540 421	37	Adoptée	96,3280%	3 410 420	130 001	0

**Résolutions à caractère extraordinaire**

	Quorum à atteindre	Quorum atteint	Total actionnaires	Résultat	% de voix "Pour"	Pour	Contre	Abstentions/nuls
<b>6ème résolution</b> Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux)	3 150 804	3 540 421	37	Adoptée	77,7262%	2 751 838	788 583	0
<b>7ème résolution</b> Mise en harmonie des statuts avec les dispositions légales applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur Alternext	3 150 804	3 540 421	37	Adoptée	92,6810%	3 281 300	259 121	0
<b>8ème résolution</b> Pouvoirs pour formalités	3 150 804	3 540 421	37	Adoptée	100%	3 540 421	0	0

- Nombre d'actions de capital : 12 611 875
- Nombre d'actions disposant du droit de vote : 12 603 214
- Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 37
- Nombre total de voix : 3 540 421, soit 28,0914% des droits de votes existants