

**Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la Société**

Déclaration au titre de l'Article 222-12-5 de Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

|                        | <b>Capital social</b> | <b>Nombre d'actions</b> | <b>Droits de vote attachés</b> | <b>Actions auto-détenues</b> |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>31 janvier 2007</b> | 3 783 562, 50 €       | 12 611 875              | 12 611 875                     | 8861                         |
| <b>31 janvier 2008</b> | 3 783 562, 50 €       | 12 611 875              | 12 611 875                     | 8861                         |
| <b>31 janvier 2009</b> | 3 783 562, 50 €       | 12 611 875              | 12 611 875                     | 8861                         |
| <b>31 janvier 2010</b> | 3 783 562, 50 €       | 12 611 875              | 12 611 875                     | 8861                         |