



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU MARDI 8 JUIN 2010

---

### **Modalités de mise à disposition des documents préparatoires**

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le :

**mardi 8 Juin 2010, à 10 heures,  
au siège de la Société :  
155 boulevard Haussmann, 75008 Paris**

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, est publié au BALO du 30 avril 2010, et disponible sur le site Internet de la Société, [www.cerep.com](http://www.cerep.com).

Les documents prévus à l'article R225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

- Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au troisième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la Société ou à BNP PARIBAS Securities Services – GCT – Service Assemblées – Les Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
- Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège.

#### ■ **Contact**

Cerep SA  
155 Boulevard Haussmann  
75008 Paris  
Tel. +33 (0)1 45 64 44 60  
[www.cerep.com](http://www.cerep.com)