



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU VENDREDI 15 JANVIER 2010

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que, suite à une erreur matérielle, l'assemblée générale ordinaire du mercredi 30 décembre 2009 à 14 heures, convoquée dans le Bulletin des annonces légales obligatoires N° 141 du 25 novembre 2009, est reportée au :

**vendredi 15 janvier 2010, à 14 heures,
au siège social de la Société,
155 boulevard Haussmann, 75008 Paris**

L'ordre du jour et les résolutions restent inchangés.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions est publié au BALO du 11 décembre 2009 et l'avis de convocation sera publié dans un journal d'annonces légales le 31 décembre 2009.

Les documents prévus par l'article R.225-83 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 cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la Société 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 de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
- tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société.

■ **Contact**

Cerep SA
155 Boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel. +33 (0)1 45 64 44 60
fincom@cerep.fr
www.cerep.com