



Société Anonyme au capital de 3 783 562,50 euros  
Siège social : 155, Boulevard Haussmann - 75008 Paris  
353 189 848 RCS Paris

## DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL

Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois en application de l'article L.451-1-1 du Code Monétaire et Financier et de l'article L.221-1-1 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers.

établi le 28 mai 2008

### 1 - LISTE DES COMMUNIQUES DE PRESSE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

10 Mai 2007 – 2007/06

Chiffre d'affaires consolidé du 1<sup>er</sup> trimestre 2007 - Progression de 30 % des activités de profilage

11 Mai 2007 – LA TRIBUNE

Cerep : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2007

18 Mai 2007 – LA TRIBUNE

Cerep : Avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 21 Juin 2007

9 Août 2007 – 2007/07

Chiffre d'affaires consolidé du 2<sup>ème</sup> trimestre 2007 - En forte hausse par rapport à 2006 : + 23%

Chiffre d'affaires trimestriel et semestriel des activités poursuivies (consolidé)

10 Août 2007 – LA TRIBUNE

Cerep : Chiffre d'affaires trimestriel consolidé 2007

30 Août 2007 – 2007/08

Résultats consolidés du 1<sup>er</sup> semestre 2007 : bénéfice des activités poursuivies

30 août 2007

Rapport Financier semestriel narratif

31 Août 2007 – LA TRIBUNE

Cerep : Rapport Financier semestriel narratif 2007

31 Octobre 2007 – 2007/09

Cerep cède sa filiale Hesperion AG

13 Novembre 2007 – 2007/10

Forte progression du résultat opérationnel des activités précliniques

13 novembre 2007

Information trimestrielle consolidée – 3<sup>ème</sup> trimestre 2007 — narratif

15 Novembre 2007 – LA TRIBUNE

Cerep : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2007

31 Janvier 2008-2008/01

Cerep sélectionné pour fournir des services de profilage dans le cadre du programme de recherche sur l'atrophie musculaire spinale du NIH

12 Février 2008 – 2008/02

Cerep annonce son chiffre d'affaires 2007

Forte croissance des activités récurrentes de profilage

5 Mars 2008 – 2008/03

Cerep étend ses laboratoires aux Etats Unis

27 Mars 2008 – 2008/04

Résultats consolidés 2007

Un résultat net en forte progression

27 Mars 2008 – 2008/05

Le produit découvert dans le cadre de la collaboration de Cerep avec Sanofi-Aventis entre en développement préclinique

28 Mars 2008 – LA TRIBUNE

Cerep : Résultats consolidés 2007

7 Avril 2008 – 2008/06

PerkinElmer collabore avec Cerep pour la fourniture de solutions dédiées à la drug discovery



Société Anonyme au capital de 3 783 562,50 euros  
Siège social : 155, Boulevard Haussmann - 75008 Paris  
353 189 848 RCS Paris

13 mai 2008 – 2008/07  
Chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> trimestre 2008

14 Mai 2008 – LA TRIBUNE  
Cerep : Chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> trimestre 2008

Rapport financier annuel 2007

19 Mai 2008 – LA TRIBUNE  
Cerep : Avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 20 Juin 2008

## **2 – INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS**

Montant des honoraires versés aux Commissaires aux Comptes par le Groupe  
Journal Officiel – Balo n° 62 du 23 mai 2007

Chiffre d'affaires consolidé comparé (hors taxes) des activités poursuivies – 2<sup>ème</sup> trimestre 2007  
Journal Officiel - Balo n°96 du 10 août 2007

Rectificatif  
Journal Officiel – Balo n°96 du 10 août 2007

Approbation des comptes 2006  
Journal Officiel – Balo n°96 du 10 août 2007

Information financière semestrielle 2007 - Comptes consolidés intermédiaires  
Journal Officiel – Balo n°125 du 17 Octobre 2007

Chiffre d'affaires consolidé comparé (hors taxes) des activités poursuivies – 3<sup>ème</sup> trimestre 2007  
Journal Officiel – Balo n°137 du 14 nov. 2007

Chiffre d'affaires consolidé comparé (hors taxes) des activités poursuivies – 4<sup>ème</sup> trimestre 2007  
Journal Officiel – Balo n°19 du 13 févr. 2008

Comptes annuels 2007  
Journal Officiel – Balo n°46 du 16 avril 2008

Chiffre d'affaires consolidé comparé (hors taxes) des activités poursuivies – 1<sup>er</sup> trimestre 2008  
Journal Officiel - Balo n°59 du 14 mai 2008

## **3 – AUTRES INFORMATIONS**

Convocations – Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts  
Journal Officiel - Balo n°59 du 14 mai 2008

Document de référence 2007

Résultats du scrutin quant aux résolutions soumises à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 21 juin 2007

Actions et droits de vote  
Journal Spécial des Sociétés – N°185-186 des 4 et 5 juillet 2007

Déclaration d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2007

## **4 - LISTE DES FORMALITES LEGALES OPEREES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS**

Dépôt des comptes annuels et affectation du résultat, auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris ; dépôt des statuts mis à jour, le 6 Juillet 2007