

平成25年2月8日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
(コード番号: 4572)
問合せ先 取締役経営管理本部長 相川 法男
(TEL: 078-302-7075)

営業外費用及び特別損失（個別）の計上に関するお知らせ

当社は、平成24年12月期連結会計年度及び事業年度（平成24年1月1日から平成24年12月31日）において、下記のとおり営業外費用及び特別損失（個別）を計上いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 営業外費用の内容

平成24年10月23日を払込期日とする第三者割当増資に伴う株式交付費として、6,717千円を営業外費用に計上いたします。

2. 特別損失（個別）の内容

当社が保有する連結子会社株式について、実質価額が著しく下落し、その回復があると認められないもの等について、当社個別決算において減損処理を行い、関係会社株式評価損として、56,996千円を特別損失に計上いたします。

3. 平成24年12月期連結業績及び個別業績に与える影響について

上記営業外費用の計上により、平成24年12月21日付で公表しました連結業績予想に変更はありません。また、上記特別損失の計上について、当社個別決算におきましては、関係会社株式評価損として、特別損失に計上いたしますが、連結決算上相殺消去されるため連結決算に与える影響はありません。

以 上