

平成25年5月10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の計上に関するお知らせ

当社は、平成25年12月期第1四半期連結累計期間（平成25年1月1日から平成25年3月31日）において、下記のとおり営業外費用及び特別損失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25年3月15日を割当日とする当社第13回新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に伴う新株予約権発行費として、2,422千円を営業外費用に計上いたします。

2. 特別損失の内容

当社グループは、固定資産を管理会計上の区分（セグメント別）を基準に資産のグルーピングを行っています。創薬事業においては営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナスであることから、当該事業に係る資産の帳簿価額の回収可能額についての使用価値をゼロとし、帳簿価額の全額2,200千円を減損損失として特別損失に計上いたします。

その内容は、研究用の工具、器具及び備品であります。

3. 平成25年12月期連結業績に与える影響について

上記営業外費用及び特別損失の計上により、平成25年2月8日付で公表しました平成25年12月期連結業績予想に変更はありません。

以 上