

平成25年11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)

営業外費用の計上に関するお知らせ

当社は、平成25年12月期第3四半期（平成25年7月1日～平成25年9月30日）において、下記の通り営業外費用を計上することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 営業外費用の内容

営業外費用として、平成25年6月17日を割当日とする当社行使価額修正条項付き第14回新株予約権（第三者割当て）の行使に伴う株式交付費2,242千円を、連結、個別それぞれに計上いたします。

2. 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