

平成24年8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)

特別損失の計上に関するお知らせ

当社は、「固定資産の減損に係る会計基準」に準拠し、平成24年12月期第2四半期連結会計期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日）において、下記のとおり特別損失として減損損失を計上いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 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3百万円を減損損失として特別損失に計上することとしました。

その内訳は、研究用資産として、工具、器具及び備品1百万円、ソフトウェア1百万円であります。

2. 平成24年12月期連結業績に与える影響について

今回、特別損失として減損損失を計上することに伴う影響額は、平成24年2月10日開示の平成24年12月期の連結業績予想に織り込み済みであり、平成24年7月20日公表の連結業績予想の修正においても同様に織り込んでおります。

以 上