

平成23年5月13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、平成23年12月期第1四半期連結会計期間（平成23年1月1日から平成23年3月31日）より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）が適用されることに伴い、当第1四半期連結会計期間において、下記のとおり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. 特別損失の内容

資産除去債務に関する会計基準の適用に伴い、期首時点における本社事務所及び研究施設の不動産賃貸借契約終了時の撤去費用又は原状回復に係る影響額として、10,243千円を特別損失に計上いたします。

2. 平成23年12月期連結業績に与える影響について

今回の資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額は、平成23年2月10日開示の平成23年12月期の連結業績予想に織り込み済みであり、連結業績予想に変更はございません。

以 上