



平成24年1月20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)

(数値データ追加)

「(訂正・数値データ訂正あり)「平成23年12月期第2、第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について」

当社は、平成24年1月20日15時30分に発表した表記開示資料について、第3四半期決算短信に係る数値データを本文書に添付し送信します。

以 上