

平成25年3月27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)

(訂正・数値データ訂正あり)

「平成24年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成25年2月8日公表の「平成24年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。

記

1. 訂正の理由

連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「受取利息」および「利息の受取額」に金額の誤りがございましたので、これを訂正いたします。

なお、営業活動によるキャッシュ・フローの合計額に変更はございません。

2. 訂正の内容

訂正箇所については、訂正前と訂正後を添付のうえ、__を付して表示しております。

(22ページ)

【訂正前】

4. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失 (△)	△355,175	△447,964
減価償却費	37,415	38,930
減損損失	4,706	5,124
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	11	△28
受取利息	△630	△501
支払利息	3,363	2,698
補助金収入	△57,354	△19,000
株式交付費	—	6,717
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	10,243	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△18,177	△10,901
たな卸資産の増減額 (△は増加)	14,687	△9,305
仕入債務の増減額 (△は減少)	7,223	△6,397
未払金の増減額 (△は減少)	△7,484	8,921
未収入金の増減額 (△は増加)	△1,921	△7,474
その他	1,390	△2,450
小計	△361,703	△441,632
利息の受取額	640	581
利息の支払額	△3,375	△2,601
補助金の受取額	19,000	20,547
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△2,271	△2,328
その他	△2,742	250
営業活動によるキャッシュ・フロー	△350,453	△425,183
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△11,520	△34,217
無形固定資産の取得による支出	—	△3,690
投資有価証券の売却による収入	815	—
差入保証金の回収による収入	3,537	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,167	△37,908
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	80,000	—
長期借入金の返済による支出	△63,504	△69,216
株式の発行による収入	—	283,521
担保に供した預金の増減額 (△は増加)	—	27,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,496	241,305
現金及び現金同等物に係る換算差額	△416	2,144
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△341,541	△219,641
現金及び現金同等物の期首残高	1,173,176	831,634
現金及び現金同等物の期末残高	※1 831,634	※1 611,993

【訂正後】

4. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失 (△)	△355,175	△447,964
減価償却費	37,415	38,930
減損損失	4,706	5,124
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	11	△28
受取利息	△630	△499
支払利息	3,363	2,698
補助金収入	△57,354	△19,000
株式交付費	—	6,717
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	10,243	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△18,177	△10,901
たな卸資産の増減額 (△は増加)	14,687	△9,305
仕入債務の増減額 (△は減少)	7,223	△6,397
未払金の増減額 (△は減少)	△7,484	8,921
未収入金の増減額 (△は増加)	△1,921	△7,474
その他	1,390	△2,450
小計	△361,703	△441,630
利息の受取額	640	579
利息の支払額	△3,375	△2,601
補助金の受取額	19,000	20,547
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△2,271	△2,328
その他	△2,742	250
営業活動によるキャッシュ・フロー	△350,453	△425,183
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△11,520	△34,217
無形固定資産の取得による支出	—	△3,690
投資有価証券の売却による収入	815	—
差入保証金の回収による収入	3,537	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,167	△37,908
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	80,000	—
長期借入金の返済による支出	△63,504	△69,216
株式の発行による収入	—	283,521
担保に供した預金の増減額 (△は増加)	—	27,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,496	241,305
現金及び現金同等物に係る換算差額	△416	2,144
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△341,541	△219,641
現金及び現金同等物の期首残高	1,173,176	831,634
現金及び現金同等物の期末残高	※1 831,634	※1 611,993