

平成26年3月5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25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26年2月7日公表の「平成25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

「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。

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。

(20ページ)

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

【訂正前】

記載なし。

【訂正後】

(表示方法の変更)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・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「未収入金の増減額(△は増加)」に表示していた△7,474千円は「その他」として組み替えております。

(35ページ)

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(企業結合等関係)

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

- ① 被取得企業の名称及び事業の内容
事業の内容

【訂正前】

分子イメージング用プローブ試薬、細胞・動物の規格・開発・生産・販売・コンサルティング

【訂正後】

分子イメージング用プローブ試薬、細胞・動物の企画・開発・生産・販売・コンサルティング

(38ページ)

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

- 3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

【訂正前】

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	創薬支援事業	創薬事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	771,464	—	771,464	—	771,464
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	771,464	—	771,464	—	771,464
セグメント利益又は損失(△)	249,283	△549,983	△300,700	—	△300,700
セグメント資産	609,409	44,147	653,556	1,235,419	1,888,976
その他の項目					
減価償却費	13,694	14,819	28,513	—	28,513
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	<u>2,272</u>	<u>4,914</u>	<u>7,187</u>	—	<u>7,187</u>

(注) 1. セグメント資産の調整額1,235,419千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。その主なものは、提出会社の余資運用資産(現金及び預金)及び投資有価証券等であります。

2. セグメント利益又は損失の金額は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

【訂正後】

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	創薬支援事業	創薬事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	771,464	—	771,464	—	771,464
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	771,464	—	771,464	—	771,464
セグメント利益又は損失(△)	249,283	△549,983	△300,700	—	△300,700
セグメント資産	609,409	44,147	653,556	1,235,419	1,888,976
その他の項目					
減価償却費	13,694	14,819	28,513	—	28,513
<u>のれん償却額</u>	<u>9,077</u>	—	<u>9,077</u>	—	<u>9,077</u>
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	<u>290,165</u>	<u>4,871</u>	<u>295,036</u>	—	<u>295,036</u>

(注) 1. セグメント資産の調整額1,235,419千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。その主なものは、提出会社の余資運用資産(現金及び預金)及び投資有価証券等であります。

2. セグメント利益又は損失の金額は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

3. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額287,848千円を含んでおります。

(48ページ)

5. 個別財務諸表

(2) 損益計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
売上高		
製品売上高	416,592	645,409
商品売上高	47,578	54,610
売上高合計	464,170	700,020
売上原価		
製品売上原価		
製品期首たな卸高	92,289	97,537
当期製品製造原価	174,483	186,946
合計	266,772	284,483
他勘定振替高	4,456	12,854
製品期末たな卸高	97,537	96,764
製品売上原価	164,777	174,864
商品売上原価		
商品期首たな卸高	—	—
当期商品仕入高	34,568	38,144
合計	34,568	38,144
商品期末たな卸高	—	—
商品売上原価	34,568	38,144
売上原価合計	199,345	213,009
売上総利益	264,824	487,010
販売費及び一般管理費	694,970	757,619
営業損失(△)	△430,145	△270,609
営業外収益		
受取利息	374	231
有価証券利息	77	—
補助金収入	19,000	26,349
為替差益	4,971	13,308
その他	893	1,341
営業外収益合計	25,316	41,230
営業外費用		
支払利息	2,698	2,116
株式交付費	6,717	2,953
新株予約権発行費	—	9,355
その他	813	1,387
営業外費用合計	10,230	15,813
経常損失(△)	△415,058	△245,192
特別損失		
減損損失	5,124	2,384
関係会社株式評価損	56,996	—
その他	184	123
特別損失合計	62,304	2,508
税引前当期純損失(△)	△477,363	△247,700

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
法人税、住民税及び事業税	2,344	2,344
法人税等調整額	△314	△290
法人税等合計	2,029	2,053
当期純損失(△)	△479,393	△249,754

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
売上高		
製品売上高	416,592	645,409
商品売上高	47,578	54,610
売上高合計	464,170	700,020
売上原価		
製品売上原価		
製品期首たな卸高	92,289	97,537
当期製品製造原価	174,483	186,946
合計	266,772	284,483
他勘定振替高	4,456	12,854
製品期末たな卸高	97,537	96,764
製品売上原価	164,777	174,864
商品売上原価		
商品期首たな卸高	—	—
当期商品仕入高	34,568	38,144
合計	34,568	38,144
商品期末たな卸高	—	—
商品売上原価	34,568	38,144
売上原価合計	※1 199,345	※1 213,009
売上総利益	264,824	487,010
販売費及び一般管理費	※2,3 694,970	※2,3 757,619
営業損失(△)	△430,145	△270,609
営業外収益		
受取利息	374	231
有価証券利息	77	—
補助金収入	19,000	26,349
為替差益	4,971	13,308
その他	893	1,341
営業外収益合計	25,316	41,230
営業外費用		
支払利息	2,698	2,116
株式交付費	6,717	2,953
新株予約権発行費	—	9,355
その他	813	1,387
営業外費用合計	10,230	15,813
経常損失(△)	△415,058	△245,192
特別損失		
減損損失	※4 5,124	※4 2,384
関係会社株式評価損	56,996	—

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
その他	184	123
特別損失合計	62,304	2,508
税引前当期純損失(△)	△477,363	△247,700
法人税、住民税及び事業税	2,344	2,344
法人税等調整額	△314	△290
法人税等合計	2,029	2,053
当期純損失(△)	△479,393	△249,754

以上