

2023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 山本 詠美
 (TEL：078-302-7075)

(訂正・数値データ訂正) 2022年12月期 決算短信[日本基準] (連結) の一部訂正に

関するお知らせ

2023年2月10日15時30分に発表した「2022年12月期 決算短信[日本基準] (連結)」について、訂正すべき記載がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

「2022年12月期 決算短信[日本基準] (連結)」の記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので訂正いたします。

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。

(サマリー情報)

1. 2022年12月期の連結業績 (2022年1月1日～2022年12月31日)

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2022年12月期	<u>△810</u>	△125	367	3,379
2021年12月期	△1,536	△41	1,064	3,817

【訂正後】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2022年12月期	<u>△708</u>	△125	367	3,379
2021年12月期	△1,536	△41	1,064	3,817

(6ページ)

1. 経営成績等の概況

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

【訂正前】

営業活動により減少した資金は810百万円 (前年は1,536百万円の減少) となりました。これは主に税金等調整前当期

純損失1,323百万円の計上、売上債権の減少1,069百万円、前渡金の増加285百万円によるものであります。

【訂正後】

営業活動により減少した資金は708百万円（前年は1,536百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整前当期純損失1,323百万円の計上、売上債権の減少1,069百万円、前渡金の増加285百万円によるものであります。

(15ページ)

3. 連結財務諸表及び主な注記

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022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 (△)	△532,499	△1,323,399
減価償却費	19,164	33,808
減損損失	9,507	44,578
受取利息	△107	△147
受取配当金	△399	△411
支払利息	3,925	5,310
為替差損益 (△は益)	△10,029	△121,619
株式報酬費用	53,674	49,746
受取保険金	—	△1,957
助成金収入	△1,346	△1,000
補助金収入	△7,200	—
株式交付費	3,766	2,682
新株予約権発行費	5,952	5,501
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,110,099	1,069,478
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△5,966	△8,044
仕入債務の増減額 (△は減少)	776	△331
未払金の増減額 (△は減少)	△20,720	△73,824
前受収益の増減額 (△は減少)	8,424	△177,707
前渡金の増減額 (△は増加)	373	△285,188
その他	691	△7,260
小計	△1,582,110	△789,786
利息の受取額	107	147
利息の支払額	△4,097	△5,128
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	40,942	△18,529
補助金の受取額	7,200	—
その他	1,346	2,957
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,536,612	△810,338
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	△41,522	△125,831
無形固定資産の取得による支出	△155	△170
その他	—	305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,677	△125,696
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	300,000	—
長期借入金の返済による支出	△161,897	△211,497
社債の償還による支出	△28,028	△28,028
新株予約権の発行による収入	8,722	5,707

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
新株予約権の行使による株式の発行による収入	949,270	600,824
その他	△3,080	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,064,987	367,006
現金及び現金同等物に係る換算差額	31,994	130,242
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△481,307	△438,786
現金及び現金同等物の期首残高	4,299,142	3,817,834
現金及び現金同等物の期末残高	3,817,834	3,379,048

【訂正後】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022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 (△)	△532,499	△1,323,399
減価償却費	19,164	33,808
減損損失	9,507	44,578
受取利息	△107	△147
受取配当金	△399	△411
支払利息	3,925	5,310
為替差損益 (△は益)	△10,029	△19,670
株式報酬費用	53,674	49,746
受取保険金	—	△1,957
助成金収入	△1,346	△1,000
補助金収入	△7,200	—
株式交付費	3,766	2,682
新株予約権発行費	5,952	5,501
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,110,099	1,069,478
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△5,966	△8,044
仕入債務の増減額 (△は減少)	776	△331
未払金の増減額 (△は減少)	△20,720	△73,824
前受収益の増減額 (△は減少)	8,424	△177,707
前渡金の増減額 (△は増加)	373	△285,188
その他	691	△7,260
小計	△1,582,110	△687,837
利息の受取額	107	147
利息の支払額	△4,097	△5,128
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	40,942	△18,529
補助金の受取額	7,200	—
その他	1,346	2,957
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,536,612	△708,390
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	△41,522	△125,831
無形固定資産の取得による支出	△155	△170
その他	—	305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,677	△125,696
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	300,000	—

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
長期借入金の返済による支出	△161,897	△211,497
社債の償還による支出	△28,028	△28,028
新株予約権の発行による収入	8,722	5,707
新株予約権の行使による株式の発行による収入	949,270	600,824
その他	△3,080	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,064,987	367,006
現金及び現金同等物に係る換算差額	31,994	28,293
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△481,307	△438,786
現金及び現金同等物の期首残高	4,299,142	3,817,834
現金及び現金同等物の期末残高	3,817,834	3,379,048

以 上