

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)

(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23年8月10日及び平成23年11月11日公表の「平成23年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「平成23年12月期第3四半期決算短信〔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。なお、第9期第2四半期及び第3四半期に係る「四半期報告書の訂正報告書」につきましても、本日近畿財務局に提出いたします。

記

1. 訂正の理由

当社は、平成23年8月10日公表の平成23年12月期第2四半期決算短信及び平成23年11月11日公表の平成23年12月期第3四半期決算短信において、その他有価証券に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、回復する見込があると認められないものについて、平成23年12月期第2四半期連結会計期間において特別損失として投資有価証券評価損58,877千円を計上したことに伴う決算数値を公表しておりましたが、平成23年12月期連結会計年度末にあたり当社が保有する投資有価証券の保有残高を精緻に確認したところ、第2四半期連結会計期間に外国株式の保有銘柄の一つにおいて株式の無償割当があったことが判明し、当社が保有する当該銘柄の平成23年12月期第2四半期末及び第3四半期末の時価評価額が増加したことから減損の対象に該当しないこととなったため、平成23年12月期第2四半期連結会計期間に特別損失として計上した投資有価証券評価損58,877千円を取り消すことといたしました。

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。

(平成23年12月期第2四半期決算短信)

【訂正前】

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第2四半期の連結業績(平成23年1月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年12月期第2四半期	312	△3.5	△187	—	△129	—	△205	—
22年12月期第2四半期	323	1.5	△181	—	△150	—	△157	—

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年12月期第2四半期	△3,502 25	—
22年12月期第2四半期	△2,687 36	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期第2四半期	1,477	1,189	80.5	20,268 98
22年12月期	1,656	1,365	82.4	23,257 82

(参考) 自己資本 23年12月期第2四半期 1,189百万円 22年12月期 1,365百万円

2. ～ 4. <省略>

【訂正後】

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第2四半期の連結業績(平成23年1月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年12月期第2四半期	312	△3.5	△187	—	△129	—	△146	—
22年12月期第2四半期	323	1.5	△181	—	△150	—	△157	—

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年12月期第2四半期	△2,499 41	—
22年12月期第2四半期	△2,687 36	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期第2四半期	1,491	1,204	80.7	20,509 12
22年12月期	1,656	1,365	82.4	23,257 82

(参考) 自己資本 23年12月期第2四半期 1,204百万円 22年12月期 1,365百万円

2. ～ 4. <省略>

(2～3ページ)

【訂正前】

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(前略)

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は312百万円（前年同四半期比3.5%減）、営業損失は187百万円（前年同四半期は181百万円の損失）、経常損失129百万円（前年同四半期は150百万円の損失）、四半期純損失205百万円（前年同四半期は157百万円の損失）となりました。

(後略)

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期末における総資産は1,477百万円（前連結会計年度末比178百万円減）、負債は287百万円（前連結会計年度末比3百万円減）、純資産は1,189百万円（前連結会計年度末比175百万円減）となり、自己資本比率は80.5%（前連結会計年度末82.4%）となりました。

②キャッシュ・フローの状況に関する分析

(前略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により減少した資金は158百万円（前年同四半期は175百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失199百万円の計上、売上債権の増加43百万円、未払金の増加36百万円、補助金収入の計上57百万円、投資有価証券評価損の計上58百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額10百万円、減価償却費18百万円の計上及び補助金収入の受取額19百万円等の差し引きによるものであります。

(後略)

【訂正後】

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(前略)

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は312百万円（前年同四半期比3.5%減）、営業損失は187百万円（前年同四半期は181百万円の損失）、経常損失129百万円（前年同四半期は150百万円の損失）、四半期純損失146百万円（前年同四半期は157百万円の損失）となりました。

(後略)

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期末における総資産は1,491百万円（前連結会計年度末比164百万円減）、負債は287百万円（前連結会計年度末比3百万円減）、純資産は1,204百万円（前連結会計年度末比161百万円減）となり、自己資本比率は80.7%（前連結会計年度末82.4%）となりました。

②キャッシュ・フローの状況に関する分析

(前略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により減少した資金は158百万円（前年同四半期は175百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失140百万円の計上、売上債権の増加43百万円、未払金の増加36百万円、補助金収入の計上57百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額10百万円、減価償却費18百万円の計上及び補助金収入の受取額19百万円等の差し引きによるものであります。

(後略)

(5 ページ)

【訂正前】

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成23年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	858,417	943,176
売掛金	98,870	54,908
有価証券	200,000	300,000
商品及び製品	99,919	102,926
仕掛品	4,634	8,247
原材料及び貯蔵品	11,055	8,826
その他	42,728	38,384
貸倒引当金	△26	△16
流動資産合計	1,315,600	1,456,453
固定資産		
有形固定資産	65,841	66,775
無形固定資産	16,901	20,253
投資その他の資産	79,233	112,713
固定資産合計	161,977	199,743
資産合計	1,477,577	1,656,196
負債の部		
流動負債		
1年内返済予定の長期借入金	57,792	57,792
未払金	70,394	33,806
未払法人税等	4,257	5,357
その他	27,003	64,705
流動負債合計	159,446	161,661
固定負債		
長期借入金	100,172	129,068
繰延税金負債	4,932	—
資産除去債務	23,035	—
固定負債合計	128,139	129,068
負債合計	287,586	290,729
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,125,632	2,125,632
資本剰余金	673,100	673,100
利益剰余金	△1,600,992	△1,395,374
株主資本合計	1,197,740	1,403,357
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	30	△30,277
為替換算調整勘定	△7,778	△7,613
評価・換算差額等合計	△7,748	△37,890
純資産合計	1,189,991	1,365,466
負債純資産合計	1,477,577	1,656,196

【訂正後】

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成23年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	858,417	943,176
売掛金	98,870	54,908
有価証券	200,000	300,000
商品及び製品	99,919	102,926
仕掛品	4,634	8,247
原材料及び貯蔵品	11,055	8,826
その他	42,728	38,384
貸倒引当金	△26	△16
流動資産合計	1,315,600	1,456,453
固定資産		
有形固定資産	65,841	66,775
無形固定資産	16,901	20,253
投資その他の資産	93,331	112,713
固定資産合計	176,075	199,743
資産合計	1,491,676	1,656,196
負債の部		
流動負債		
1年内返済予定の長期借入金	57,792	57,792
未払金	70,394	33,806
未払法人税等	4,257	5,357
その他	27,003	64,705
流動負債合計	159,446	161,661
固定負債		
長期借入金	100,172	129,068
繰延税金負債	4,932	—
資産除去債務	23,035	—
固定負債合計	128,139	129,068
負債合計	287,586	290,729
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,125,632	2,125,632
資本剰余金	673,100	673,100
利益剰余金	△1,542,114	△1,395,374
株主資本合計	1,256,617	1,403,357
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△44,748	△30,277
為替換算調整勘定	△7,778	△7,613
評価・換算差額等合計	△52,527	△37,890
純資産合計	1,204,090	1,365,466
負債純資産合計	1,491,676	1,656,196

(6 ページ)

【訂正前】

(2) 四半期連結損益計算書

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日)
売上高	323,695	312,404
売上原価	102,786	93,751
売上総利益	220,909	218,652
販売費及び一般管理費	402,757	406,185
営業損失(△)	△181,848	△187,533
営業外収益		
受取利息	583	292
補助金収入	33,657	57,354
その他	174	2,049
営業外収益合計	34,414	59,697
営業外費用		
支払利息	1,039	1,522
為替差損	2,335	324
その他	153	153
営業外費用合計	3,529	2,001
経常損失(△)	△150,962	△129,837
特別損失		
減損損失	5,639	576
投資有価証券評価損	—	58,877
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	10,243
特別損失合計	5,639	69,696
税金等調整前四半期純損失(△)	△156,602	△199,534
法人税、住民税及び事業税	1,172	1,172
法人税等調整額	—	4,911
法人税等合計	1,172	6,083
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△205,617
四半期純損失(△)	△157,774	△205,617

【訂正後】

(2) 四半期連結損益計算書

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日)
売上高	323,695	312,404
売上原価	102,786	93,751
売上総利益	220,909	218,652
販売費及び一般管理費	402,757	406,185
営業損失(△)	△181,848	△187,533
営業外収益		
受取利息	583	292
補助金収入	33,657	57,354
その他	174	2,049
営業外収益合計	34,414	59,697
営業外費用		
支払利息	1,039	1,522
為替差損	2,335	324
その他	153	153
営業外費用合計	3,529	2,001
経常損失(△)	△150,962	△129,837
特別損失		
減損損失	5,639	576
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	10,243
特別損失合計	5,639	10,819
税金等調整前四半期純損失(△)	△156,602	△140,656
法人税、住民税及び事業税	1,172	1,172
法人税等調整額	—	4,911
法人税等合計	1,172	6,083
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△146,740
四半期純損失(△)	△157,774	△146,740

(7 ページ)

【訂正前】

【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	160,690	154,179
売上原価	40,602	50,537
売上総利益	120,088	103,641
販売費及び一般管理費	208,605	225,752
営業損失(△)	△88,517	△122,110
営業外収益		
受取利息	329	134
補助金収入	33,657	57,354
その他	107	1,082
営業外収益合計	34,093	58,571
営業外費用		
支払利息	746	730
為替差損	2,147	885
その他	76	76
営業外費用合計	2,971	1,693
経常損失(△)	△57,395	△65,231
特別損失		
減損損失	4,205	308
投資有価証券評価損	—	58,877
特別損失合計	4,205	59,185
税金等調整前四半期純損失(△)	△61,601	△124,417
法人税、住民税及び事業税	586	586
法人税等調整額	—	△97
法人税等合計	586	489
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△124,906
四半期純損失(△)	△62,187	△124,906

【訂正後】

【第2四半期連結会計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	160,690	154,179
売上原価	40,602	50,537
売上総利益	120,088	103,641
販売費及び一般管理費	208,605	225,752
営業損失(△)	△88,517	△122,110
営業外収益		
受取利息	329	134
補助金収入	33,657	57,354
その他	107	1,082
営業外収益合計	34,093	58,571
営業外費用		
支払利息	746	730
為替差損	2,147	885
その他	76	76
営業外費用合計	2,971	1,693
経常損失(△)	△57,395	△65,231
特別損失		
減損損失	4,205	308
特別損失合計	4,205	308
税金等調整前四半期純損失(△)	△61,601	△65,540
法人税、住民税及び事業税	586	586
法人税等調整額	—	△97
法人税等合計	586	489
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△66,029
四半期純損失(△)	△62,187	△66,029

(8 ページ)

【訂正前】

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成22年 1 月 1 日 至 平成22年 6 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 1 月 1 日 至 平成23年 6 月 30 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失 (△)	△156,602	△199,534
減価償却費	29,975	18,061
減損損失	5,639	576
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△12	9
受取利息	△583	△292
支払利息	1,039	1,522
補助金収入	△33,657	△57,354
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	58,877
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)	54,010	△43,984
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△18,497	4,402
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2	—
未払金の増減額 (△は減少)	△55,392	36,160
その他	△9,736	△3,799
小計	△183,819	△175,111
利息の受取額	624	305
利息の支払額	△1,171	△1,476
補助金の受取額	10,410	19,000
法人税等の支払額	△2,458	△2,410
法人税等の還付額	676	215
その他	—	800
営業活動によるキャッシュ・フロー	△175,738	△158,676
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	△9,083	△1,379
投資有価証券の取得による支出	△9,995	—
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	△19,078	2,973
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	100,000	—
長期借入金の返済による支出	△12,246	△28,896
担保に供した預金の増減額 (△は増加)	△50,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,754	△28,896
現金及び現金同等物に係る換算差額	△446	△159
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△157,509	△184,758
現金及び現金同等物の期首残高	1,490,716	1,173,176
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,333,206	988,417

【訂正後】

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△156,602	△140,656
減価償却費	29,975	18,061
減損損失	5,639	576
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△12	9
受取利息	△583	△292
支払利息	1,039	1,522
補助金収入	△33,657	△57,354
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)	54,010	△43,984
たな卸資産の増減額(△は増加)	△18,497	4,402
仕入債務の増減額(△は減少)	△2	—
未払金の増減額(△は減少)	△55,392	36,160
その他	△9,736	△3,799
小計	△183,819	△175,111
利息の受取額	624	305
利息の支払額	△1,171	△1,476
補助金の受取額	10,410	19,000
法人税等の支払額	△2,458	△2,410
法人税等の還付額	676	215
その他	—	800
営業活動によるキャッシュ・フロー	△175,738	△158,676
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	△9,083	△1,379
投資有価証券の取得による支出	△9,995	—
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	△19,078	2,973
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	100,000	—
長期借入金の返済による支出	△12,246	△28,896
担保に供した預金の増減額(△は増加)	△50,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,754	△28,896
現金及び現金同等物に係る換算差額	△446	△159
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△157,509	△184,758
現金及び現金同等物の期首残高	1,490,716	1,173,176
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,333,206	988,417

(平成23年12月期第3四半期決算短信)

【訂正前】

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第3四半期の連結業績(平成23年1月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年12月期第3四半期	447	3.4	△287	—	△232	—	△309	—
22年12月期第3四半期	432	△13.7	△300	—	△269	—	△296	—

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年12月期第3四半期	△5,264 29	—
22年12月期第3四半期	△5,043 45	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期第3四半期	1,401	1,096	78.2	18,670 94
22年12月期	1,656	1,365	82.4	23,257 82

(参考) 自己資本 23年12月期第3四半期 1,096百万円 22年12月期 1,365百万円

2. ～ 4. <省略>

【訂正後】

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第3四半期の連結業績(平成23年1月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年12月期第3四半期	447	3.4	△287	—	△232	—	△250	—
22年12月期第3四半期	432	△13.7	△300	—	△269	—	△296	—

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年12月期第3四半期	△4,261 44	—
22年12月期第3四半期	△5,043 45	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年12月期第3四半期	1,419	1,113	78.5	18,964 74
22年12月期	1,656	1,365	82.4	23,257 82

(参考) 自己資本 23年12月期第3四半期 1,113百万円 22年12月期 1,365百万円

2. ～ 4. <省略>

(2～3ページ)

【訂正前】

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(前略)

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は447百万円（前年同四半期比3.4%増）、営業損失は287百万円（前年同四半期は300百万円の損失）、経常損失232百万円（前年同四半期は269百万円の損失）、四半期純損失309百万円（前年同四半期は296百万円の損失）となりました。

(後略)

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期末における総資産は1,401百万円（前連結会計年度末比254百万円減）、負債は305百万円（前連結会計年度末比15百万円増）、純資産は1,096百万円（前連結会計年度末比269百万円減）となり、自己資本比率は78.2%（前連結会計年度末82.4%）となりました。

②キャッシュ・フローの状況に関する分析

(前略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により減少した資金は263百万円（前年同四半期は266百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失302百万円の計上、売上債権の増加11百万円、未払金の減少7百万円、補助金収入57百万円、投資有価証券評価損58百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額10百万円、減価償却費27百万円の計上及び補助金の受取額19百万円の差し引きによるものであります。

(後略)

【訂正後】

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(前略)

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は447百万円（前年同四半期比3.4%増）、営業損失は287百万円（前年同四半期は300百万円の損失）、経常損失232百万円（前年同四半期は269百万円の損失）、四半期純損失250百万円（前年同四半期は296百万円の損失）となりました。

(後略)

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期末における総資産は1,419百万円（前連結会計年度末比236百万円減）、負債は305百万円（前連結会計年度末比15百万円増）、純資産は1,113百万円（前連結会計年度末比252百万円減）となり、自己資本比率は78.5%（前連結会計年度末82.4%）となりました。

②キャッシュ・フローの状況に関する分析

(前略)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により減少した資金は263百万円（前年同四半期は266百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失243百万円の計上、売上債権の増加11百万円、未払金の減少7百万円、補助金収入57百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額10百万円、減価償却費27百万円の計上及び補助金の受取額19百万円の差し引きによるものであります。

(後略)

(5 ページ)

【訂正前】

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成23年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	815,158	943,176
売掛金	65,777	54,908
有価証券	200,000	300,000
商品及び製品	93,043	102,926
仕掛品	10,093	8,247
原材料及び貯蔵品	10,598	8,826
その他	41,169	38,384
貸倒引当金	△15	△16
流動資産合計	1,235,826	1,456,453
固定資産		
有形固定資産	58,767	66,775
無形固定資産	15,226	20,253
投資その他の資産	92,142	112,713
固定資産合計	166,136	199,743
資産合計	1,401,962	1,656,196
負債の部		
流動負債		
買掛金	93	—
1年内返済予定の長期借入金	69,216	57,792
未払金	25,403	33,806
未払法人税等	3,288	5,357
その他	28,292	64,705
流動負債合計	126,293	161,661
固定負債		
長期借入金	151,444	129,068
繰延税金負債	4,906	—
資産除去債務	23,148	—
固定負債合計	179,498	129,068
負債合計	305,791	290,729
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,125,632	2,125,632
資本剰余金	673,100	673,100
利益剰余金	△1,704,441	△1,395,374
株主資本合計	1,094,291	1,403,357
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10,635	△30,277
為替換算調整勘定	△8,756	△7,613
評価・換算差額等合計	1,879	△37,890
純資産合計	1,096,170	1,365,466
負債純資産合計	1,401,962	1,656,196

【訂正後】

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成23年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	815,158	943,176
売掛金	65,777	54,908
有価証券	200,000	300,000
商品及び製品	93,043	102,926
仕掛品	10,093	8,247
原材料及び貯蔵品	10,598	8,826
その他	41,169	38,384
貸倒引当金	△15	△16
流動資産合計	1,235,826	1,456,453
固定資産		
有形固定資産	58,767	66,775
無形固定資産	15,226	20,253
投資その他の資産	109,391	112,713
固定資産合計	183,385	199,743
資産合計	1,419,211	1,656,196
負債の部		
流動負債		
買掛金	93	—
1年内返済予定の長期借入金	69,216	57,792
未払金	25,403	33,806
未払法人税等	3,288	5,357
その他	28,292	64,705
流動負債合計	126,293	161,661
固定負債		
長期借入金	151,444	129,068
繰延税金負債	4,906	—
資産除去債務	23,148	—
固定負債合計	179,498	129,068
負債合計	305,791	290,729
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,125,632	2,125,632
資本剰余金	673,100	673,100
利益剰余金	△1,645,563	△1,395,374
株主資本合計	1,153,168	1,403,357
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△30,992	△30,277
為替換算調整勘定	△8,756	△7,613
評価・換算差額等合計	△39,748	△37,890
純資産合計	1,113,419	1,365,466
負債純資産合計	1,419,211	1,656,196

(6 ページ)

【訂正前】

(2) 四半期連結損益計算書

【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日)
売上高	432,919	447,536
売上原価	146,994	144,013
売上総利益	285,925	303,523
販売費及び一般管理費	586,060	590,857
営業損失(△)	△300,135	△287,334
営業外収益		
受取利息	820	440
補助金収入	33,657	57,354
その他	568	2,282
営業外収益合計	35,046	60,077
営業外費用		
支払利息	1,918	2,496
為替差損	2,344	2,686
その他	230	357
営業外費用合計	4,494	5,540
経常損失(△)	△269,583	△232,797
特別損失		
減損損失	24,759	576
投資有価証券評価損	—	58,877
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	10,243
特別損失合計	24,759	69,696
税金等調整前四半期純損失(△)	△294,343	△302,494
法人税、住民税及び事業税	1,758	1,758
法人税等調整額	—	4,814
法人税等合計	1,758	6,572
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△309,066
四半期純損失(△)	△296,101	△309,066

【訂正後】

(2) 四半期連結損益計算書

【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日)
売上高	432,919	447,536
売上原価	146,994	144,013
売上総利益	285,925	303,523
販売費及び一般管理費	586,060	590,857
営業損失(△)	△300,135	△287,334
営業外収益		
受取利息	820	440
補助金収入	33,657	57,354
その他	568	2,282
営業外収益合計	35,046	60,077
営業外費用		
支払利息	1,918	2,496
為替差損	2,344	2,686
その他	230	357
営業外費用合計	4,494	5,540
経常損失(△)	△269,583	△232,797
特別損失		
減損損失	24,759	576
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	10,243
特別損失合計	24,759	10,819
税金等調整前四半期純損失(△)	△294,343	△243,616
法人税、住民税及び事業税	1,758	1,758
法人税等調整額	—	4,814
法人税等合計	1,758	6,572
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△250,189
四半期純損失(△)	△296,101	△250,189

(8 ページ)

【訂正前】

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△294,343	△302,494
減価償却費	47,283	27,134
減損損失	24,759	576
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△18	△1
受取利息	△820	△440
支払利息	1,918	2,496
補助金収入	△33,657	△57,354
投資有価証券評価損益(△は益)	—	58,877
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)	75,026	△11,898
たな卸資産の増減額(△は増加)	△22,577	6,114
仕入債務の増減額(△は減少)	△2	93
未払金の増減額(△は減少)	△73,015	△7,977
その他	1,168	△940
小計	△274,277	△275,571
利息の受取額	848	475
利息の支払額	△2,106	△2,519
補助金の受取額	10,410	19,000
法人税等の支払額	△2,522	△2,449
法人税等の還付額	676	215
その他	—	△2,742
営業活動によるキャッシュ・フロー	△266,972	△263,591
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	△31,633	△2,545
無形固定資産の取得による支出	△387	—
投資有価証券の取得による支出	△9,995	—
投資有価証券の売却による収入	—	815
差入保証金の差入による支出	△200	—
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	△42,216	1,807
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	150,000	80,000
長期借入金の返済による支出	△26,694	△46,200
担保に供した預金の増減額(△は増加)	△70,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,306	33,800
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,031	△33
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△256,914	△228,017
現金及び現金同等物の期首残高	1,490,716	1,173,176
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,233,801	945,158

【訂正後】

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純損失(△)	△294,343	△243,616
減価償却費	47,283	27,134
減損損失	24,759	576
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△18	△1
受取利息	△820	△440
支払利息	1,918	2,496
補助金収入	△33,657	△57,354
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)	75,026	△11,898
たな卸資産の増減額(△は増加)	△22,577	6,114
仕入債務の増減額(△は減少)	△2	93
未払金の増減額(△は減少)	△73,015	△7,977
その他	1,168	△940
小計	△274,277	△275,571
利息の受取額	848	475
利息の支払額	△2,106	△2,519
補助金の受取額	10,410	19,000
法人税等の支払額	△2,522	△2,449
法人税等の還付額	676	215
その他	—	△2,742
営業活動によるキャッシュ・フロー	△266,972	△263,591
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	△31,633	△2,545
無形固定資産の取得による支出	△387	—
投資有価証券の取得による支出	△9,995	—
投資有価証券の売却による収入	—	815
差入保証金の差入による支出	△200	—
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	△42,216	1,807
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	150,000	80,000
長期借入金の返済による支出	△26,694	△46,200
担保に供した預金の増減額(△は増加)	△70,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,306	33,800
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,031	△33
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△256,914	△228,017
現金及び現金同等物の期首残高	1,490,716	1,173,176
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,233,801	945,158